

MyGlo[®] Reagent Reader Manuel d'utilisation

Mode d'emploi du produit MG1000



Tables des matières

1	Introduction	4
1.1	Symboles et marquages de sécurité	5
1.2	Composants physiques	6
1.3	Connexion à l'ordinateur et à l'alimentation	6
1.4	Mécanisme d'obturation	7
1.5	Grille de réduction de l'intermodulation	7
1.6	Indicateur d'état	8
1.7	Orientation de lecture	9
2	Spécifications techniques	10
3	Composants du produit	12
4	Inspection et configuration du MyGlo® Reagent Reader	13
5	Utilisation du MyGlo® Reagent Reader	15
5.1	Instructions d'utilisation du MyGlo® Reagent Reader	15
5.2	Flux de travail de l'application standard du MyGlo® Reagent Reader	16
6	Nettoyage et entretien	19
6.1	Nettoyage de l'extérieur	19
6.2	Nettoyage de l'intérieur	19

7	Dépannage.....	20
8	Garantie et service	25
9	Résumé des modifications.....	26

Toute la documentation technique est disponible sur : **www.promega.com/protocols/**

Consultez le site Web pour vérifier que vous utilisez la version la plus récente de ce manuel d'utilisation.

Pour toute question concernant l'utilisation de ce système, communiquez avec le service technique de Promega par courriel à l'adresse : **techserv@promega.com**

1 Introduction

Le MyGlo® Reagent Reader est un appareil compact de mesure de la lumière intégré à la ProNect® Data Platform infonuagique de Promega, qui offre une expérience numérique intégrée et centrée sur les analyses. Le MyGlo est spécialement conçu pour fonctionner avec les dosages luminescents Promega compatibles dans les microplaques 96 puits standard.

Plutôt que de fonctionner comme un lecteur autonome, le MyGlo se connecte à la plateforme ProNect®, qui propose un flux de travail guidé incluant l'activation de l'instrument, la configuration des expériences, la lecture des plaques et l'analyse des données, le tout accessible par l'entremise d'appareils connectés à Internet. La simplicité et le faible encombrement du lecteur complètent parfaitement le puissant logiciel infonuagique centralisé qui contrôle le système.

Le MyGlo est bien plus qu'un simple lecteur de plaques : c'est une solution de luminescence pilotée par application, conçue pour fournir des résultats rapides et exploitables pour les tests Cell Health (santé cellulaire) de Promega. Bien que le MyGlo puisse techniquement lire d'autres tests de luminescence, sa valeur ajoutée intégrée est assurée par les applications ProNect® compatibles.

L'intérêt du MyGlo réside dans son intégration transparente avec la plateforme ProNect®. De la lecture de la plaque à la configuration de la carte de la plaque, en passant par l'analyse des résultats, chaque étape est guidée et optimisée pour le test associé grâce à une application ProNect® compatible.













Remarque : Un compte utilisateur ProNect® Data Platform est requis pour activer, gérer et utiliser votre MyGlo® Reagent Reader. Consultez les sections 4 et 5 pour obtenir des instructions d'installation et d'utilisation.

Le MyGlo® Reagent Reader est destiné uniquement à la recherche.

Pour plus d'informations sur les applications ProNect® compatibles avec le MyGlo® Reagent Reader, consultez : www.promega.com/global/pronect-data-platform/#apps. Des calculs d'analyse de données et d'autres informations sont également disponibles pour chaque application ProNect®.

1.1 Symboles et marquages de sécurité

1.1.1 Clé des symboles

Symboles	Explication	Symboles	Explication
	Numéro de pièce		Fabricant
	Numéro de série		Date de fabrication (Année-Mois-Jour)
	Consultez votre représentant Promega local concernant la directive DEEE (directive de la Communauté européenne 2012/19/UE relative aux déchets d'équipements électriques et électroniques) sur l'élimination des instruments.		Marque de conformité CE
	Marque de conformité FCC		Marque de conformité réglementaire
	Marque de conformité de sécurité		Marque de conformité Japon
 R-R-pMG-MG1000	Marque de certification coréenne		Marque de conformité de la gestion du spectre radioélectrique de Nouvelle-Zélande

1.2 Composants physiques

Votre MyGlo® Reagent Reader comporte deux composants principaux : le Detection System (système de détection) et la plaque de protection contre la lumière. Le Detection System contient tous les composants électroniques, y compris les détecteurs. La plaque de protection contre la lumière a été conçue pour accueillir une microplaque standard de 96 puits. Lorsque le Detection System et la plaque de protection contre la lumière sont fermés, la lumière ambiante n'affecte pas la précision de lecture.

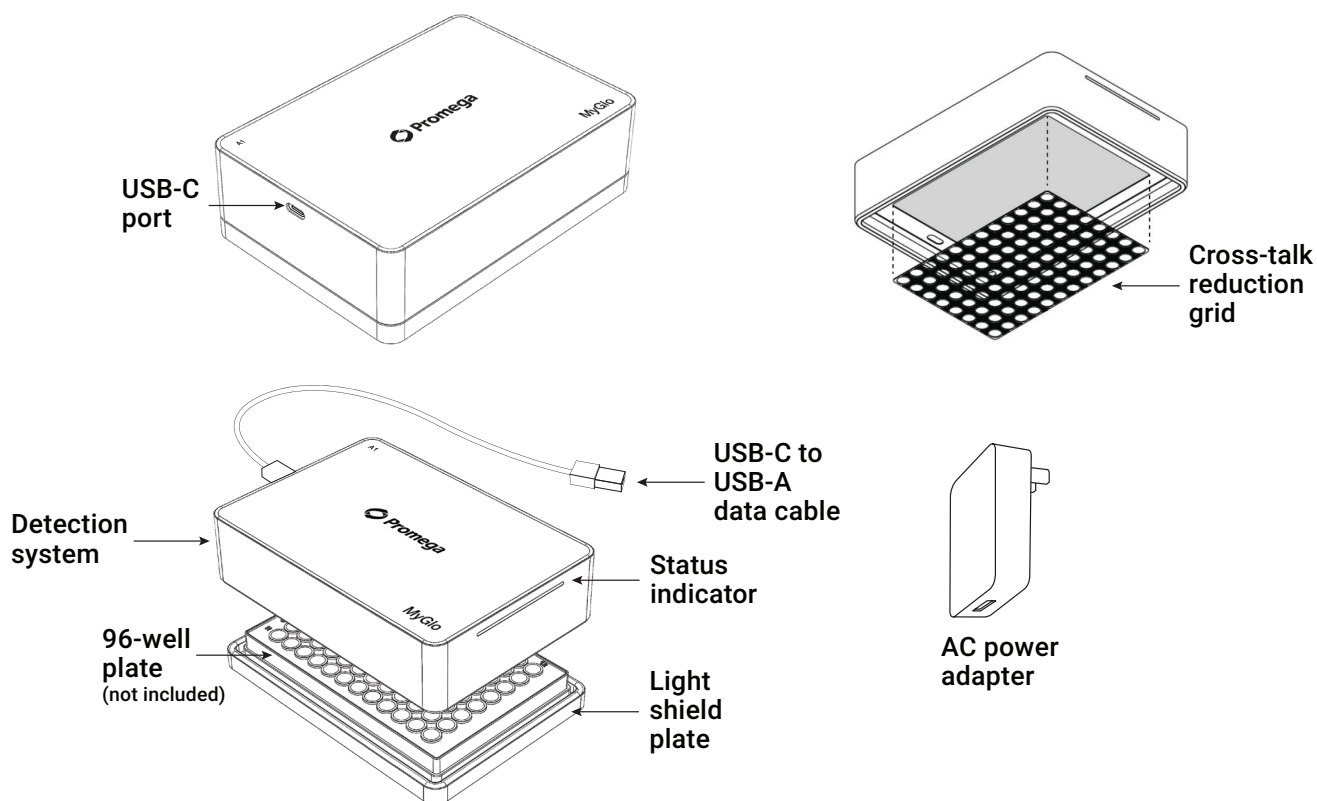


Figure 1. Pièces du MyGlo® Reagent Reader.

1.3 Connexion à l'ordinateur et à l'alimentation

Un port USB-C est situé sur le côté de votre MyGlo® Reagent Reader et peut être utilisé pour se connecter à un ordinateur pour les fonctions d'administration de l'instrument (par exemple, l'activation) et à l'adaptateur secteur fourni pour le fonctionnement.

18856TA

1.4 Mécanisme d'obturation

Votre MyGlo® Reagent Reader Detection System est conçu avec un mécanisme mécanique qui s'ouvre et se ferme plusieurs fois pendant une mesure normale pour surveiller et mesurer le signal de fond pour chaque puits.

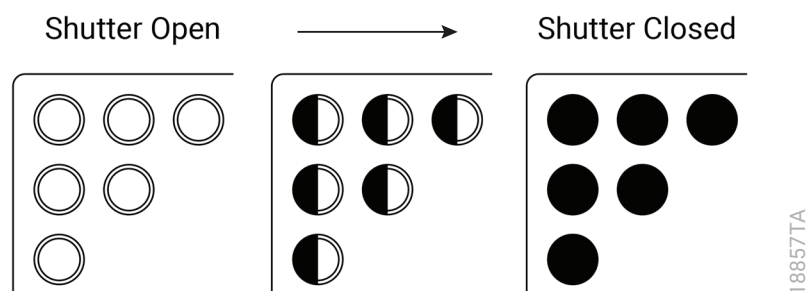


Figure 2. Diagramme du mécanisme d'obturation

1.5 Grille de réduction de l'intermodulation

Votre MyGlo® Reagent Reader est équipé d'une grille de réduction de l'intermodulation pour empêcher le report de lumière provenant des puits voisins. La grille se fixe magnétiquement à la surface optique intérieure de l'appareil MyGlo® Reagent Reader, formant un joint autour de chaque puits de la microplaque. La grille peut être retirée pour le nettoyage (voir les instructions de nettoyage au chapitre 6).

1.6 Indicateur d'état

Votre MyGlo® Reagent Reader est équipé d'un indicateur d'état facilement visible par les utilisateurs. Cet indicateur illustre les différents états, comme montré à la figure 3.











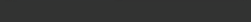

Color	Appearance	Status Name	Status Description
	Scanning	Self Test	Self test in progress.
	Solid	Available	Instrument is idle and not reading a plate.
	Solid Center	Power-Saving Mode	Instrument is idle and in power-saving mode.
	Pulsing	Ready for Plate	Read request received; waiting for plate to be loaded.
	Scanning	Detecting Plate	Looking for a plate before reading.
	Progress	Reading	Reading plate.
	Solid	Ready to Set Up	Instrument has not been activated on ProNect.
	Pulsing	Plate Inside	Appears after a read is completed, reminding you to remove your plate.
	Blinking	Offline-ProNect	Connected to WiFi but not connected to ProNect.
	Scanning	Offline-WiFi	Not connected to WiFi network.
	Progress	Updating Firmware	Firmware update in progress.
	Blinking	Error	Error detected. Contact Promega Technical Services.

Figure 3. États de l'indicateur du MyGlo® Reagent Reader.

188587A

1.7 Orientation de lecture

Pour en savoir plus sur l'orientation de lecture spécifique à votre test Promega compatible avec le MyGlo® Reagent Reader, rendez-vous sur www.promega.com/global/pronect-data-platform/#apps et consultez App Specifications and Performance (spécifications et performance de l'application).

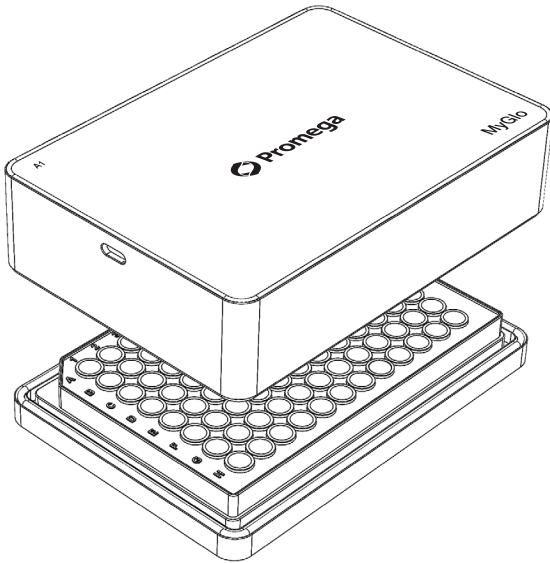
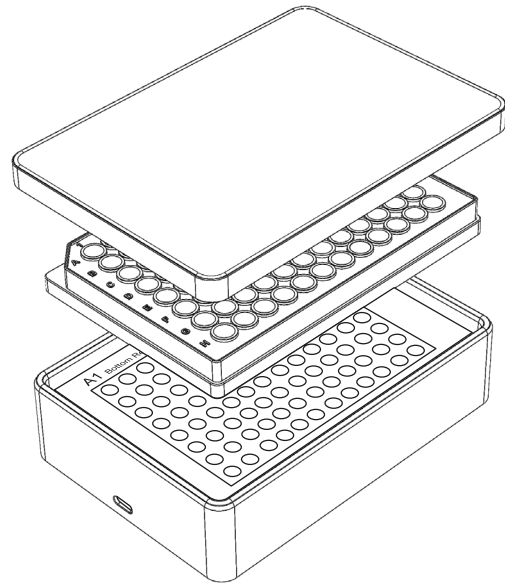
A.**B.**

Figure 4. Panneau A. Orientation de la lecture supérieure. **Panneau B.** Orientation de la lecture inférieure.

18859TA

2

Spécifications techniques

Système

Conformité réglementaire	Uniquement destiné à la recherche. Ne pas utiliser dans les procédures de diagnostic.
Conformité CE	Degré de pollution 2 Catégorie d'installation II / 230 VCA Utilisation en intérieur uniquement La tension d'alimentation secteur ne doit pas dépasser +/- 10 % de la tension d'alimentation nominale. Cet instrument est conforme aux exigences des directives de l'UE en matière de compatibilité électromagnétique (directive CEM) et de sécurité électrique (LVD). La conformité aux directives pertinentes a été démontrée par des tests de conformité effectués par des tiers selon les normes EN et CEI appropriées. Le produit porte le marquage CE sur son étiquette comme preuve de conformité, et une déclaration de conformité UE pour le produit est disponible auprès de Promega, sur demande.
Poids	570 g/1,25 lb
Dimensions	98 × 140 × 42 mm (l × L × H)
Alimentation	5 V
Puissance d'entrée	2,5 W
Logiciel de contrôle	Applications compatibles avec ProNect® Data Platform et MyGlo® Reagent Reader
Connectivité	2,4 GHz, WPA2-PSK, WPA2-Personal ou WPA3-Personal; 5 GHz/6 GHz non pris en charge. Consultez les spécifications Wi-Fi à l'adresse : www.promega.com/myglosetup
Interface d'exploitation et interface utilisateur	Application Connect2ProNect : Microsoft Windows 10+ ProNect® Data Platform et applications : Navigateurs Internet courants, notamment Microsoft Edge, Google Chrome ou Apple Safari

Système

Données environnementales

Température d'expédition	+4 °C à +50 °C
Température de fonctionnement	+15 °C à +40 °C
Humidité relative de fonctionnement	≤80 % sans condensation
Altitude de fonctionnement	<2 000 m

Performance

Plage dynamique linéaire	6 log
Intermodulation	Moyenne <0,02 %
Sensibilité	Consultez Spécifications et performance de l'application dans la section Applications ProNect®.
Types de microplaque	Consultez Spécifications et performance de l'application dans la section Applications ProNect®.
Orientation de lecture	Consultez Spécifications et performance de l'application dans la section Applications ProNect®.

3 Composants du produit

PRODUIT	TAILLE	N° CAT.
MyGlo® Reagent Reader	1 de chaque	MG1000

Uniquement destiné à la recherche. Comprend :

- MyGlo® Reagent Reader
- Câble USB-C vers USB-A
- Adaptateur secteur et bloc d'alimentation
- Carte d'activation du produit

4

Inspection et configuration du MyGlo® Reagent Reader

À la réception de votre MyGlo® Reagent Reader, effectuez une inspection complète afin de vous assurer que tous les éléments énumérés sont présents et intacts (section 3). Pour configurer votre MyGlo® Reagent Reader, connectez-le à votre ordinateur à l'aide du câble USB-C vers USB-A fourni.

Remarque : Vous trouverez une version imprimable des instructions de configuration à l'adresse : www.promega.com/myglosetup

1. Créez votre compte ProNect® : <https://pronect.promega.com>. Passez cette étape si vous avez déjà un compte ProNect®.
2. Connectez le MyGlo® Reagent Reader à votre ordinateur à l'aide du câble USB fourni. Un adaptateur USB-A vers USB-C peut être nécessaire selon votre ordinateur.
3. Téléchargez et installez l'application de bureau Connect2ProNect pour Windows® 10/11 depuis la page www.promega.com/c2pmyglo. L'icône Connect2ProNect apparaîtra sur votre bureau une fois l'application installée.

Remarques :

- a. Votre organisation peut exiger des autorisations d'administrateur pour installer ce logiciel sur votre ordinateur.
 - b. L'application Connect2ProNect fonctionne uniquement avec le système d'exploitation Windows®; macOS® n'est pas pris en charge pour le moment.
4. Connectez le MyGlo à votre ordinateur à l'aide du câble USB fourni.

Remarque : Un adaptateur USB-A vers USB-C peut être nécessaire selon votre ordinateur.

5. Ouvrez l'application Connect2ProNect et connectez-vous avec vos identifiants ProNect®.
6. L'assistant Connect2ProNect vous guidera dans la configuration de votre MyGlo® Reagent Reader.

Remarque : Utilisez le code d'activation imprimé sur la carte d'activation fournie avec votre MyGlo® Reagent Reader. Si vous avez égaré le code d'activation, demandez-en un nouveau par l'entremise de la procédure de configuration de l'application Connect2ProNect.

-
7. Sélectionnez un réseau Wi-Fi auquel vous connecter. Pour en savoir plus sur les exigences Wi-Fi du MyGlo® consultez : **www.promega.com/myglosetup**
 8. Une fois votre MyGlo® Reagent Reader correctement configuré, il est prêt à l'emploi. Débranchez le câble USB de votre ordinateur et branchez-le à l'adaptateur secteur pour utiliser votre MyGlo® Reagent Reader.
 9. Sur votre tableau de bord ProNect®, votre appareil MyGlo® Reagent Reader apparaîtra dans la section des instruments.

5

Utilisation du MyGlo® Reagent Reader

Votre MyGlo® Reagent Reader fonctionne à l'aide d'applications ProNect® compatibles, accessibles depuis le tableau de bord de votre ProNect® Data Platform.

1. Allez à **<https://pronect.promega.com>**, connectez-vous à votre compte ProNect® et sélectionnez une application ProNect® compatible avec le MyGlo® Reagent Reader.
2. Chaque application est conçue pour des tests Promega spécifiques.

Remarque : Pour en savoir plus sur l'utilisation des applications compatibles avec le MyGlo® Reagent Reader, consultez

www.promega.com/global/pronect-data-platform/#apps

5.1 Instructions d'utilisation du MyGlo® Reagent Reader

- Utilisez le MyGlo® Reagent Reader sur une surface plane. Évitez toute exposition inutile aux vibrations pendant le fonctionnement.
- Minimisez l'exposition de l'intérieur du MyGlo® Reagent Reader à la poussière en gardant l'appareil fermé lorsqu'il n'est pas utilisé.
- Évitez d'utiliser le MyGlo® Reagent Reader à proximité d'une source de chaleur ou en plein soleil.
- Pour une performance optimale, le MyGlo® Reagent Reader doit être utilisé dans les conditions environnementales décrites à la section 2, Spécifications techniques.
- Pour une performance optimale, évitez d'exposer le Detection System (système de détection) à des huiles, des liquides et de la poussière.
- Évitez de renverser du liquide à l'intérieur du MyGlo® Reagent Reader. En cas de déversement, nettoyez immédiatement l'appareil en suivant les instructions de la section 6, Nettoyage et entretien. Le non-respect de ces instructions pourrait endommager l'appareil et annuler la garantie.

5.2 Flux de travail de l'application standard du MyGlo® Reagent Reader

Pour en savoir plus sur l'utilisation des applications compatibles avec le MyGlo® Reagent Reader, consultez www.promega.com/global/pronect-data-platform/#apps. Des directives pour la cartographie des plaques, des calculs d'analyse de données et d'autres informations sont disponibles pour chaque application ProNect®. Des fiches techniques contenant des directives pour la cartographie des plaques, etc., sont également disponibles.

Lecture d'une plaque

1. Vous pouvez lire une microplaque 96 puits complète sans créer de carte de plaque.
2. Accédez à une application compatible avec MyGlo® Reagent Reader depuis votre tableau de bord ProNect®.
3. Sélectionnez la vignette **Read Plate (lire la plaque)** sur la page d'accueil de l'application.
4. Sélectionnez ensuite l'appareil à utiliser pour lire la plaque, définissez le temps d'intégration et sélectionnez **Read (lire)**. Cela enverra des instructions à votre MyGlo® Reagent Reader pour qu'il se prépare à lire votre plaque.

Remarque : Le temps d'intégration par défaut est spécifique au test et validé pour produire des résultats de lecture suffisants pour la plupart des expériences. Vous pouvez modifier le temps d'intégration entre 0,1 et 30 secondes pour votre lecture.

5. Ouvrez l'appareil, insérez votre plaque et refermez-le pour lancer la lecture. Le MyGlo® Reagent Reader est équipé de capteurs pour détecter la plaque et commencera la lecture une fois l'appareil fermé et la plaque détectée. Le voyant blanc du MyGlo® Reagent Reader indiquera la progression de la lecture de la plaque.

Remarque : Lors de l'insertion de la plaque, assurez-vous que le puits A1 est bien positionné sur l'appareil pour une orientation de lecture supérieure ou inférieure (voir figure 4). Si votre plaque est déjà dans votre MyGlo® Reagent Reader, sélectionnez **Start (commencer)**, pour lancer la lecture.

6. Une fois la lecture terminée, le fichier de données de lecture sera enregistré dans ProNect et le voyant du MyGlo® Reagent Reader clignotera en jaune pour indiquer que vous pouvez retirer votre plaque.
7. Une fois la lecture terminée, vous pouvez télécharger vos résultats, lire une autre plaque ou analyser à l'aide d'une carte de plaque. Les fichiers de données de lecture seront disponibles dans la section My Data (mes données).

Remarque : L'analyse et la visualisation des données ne sont possibles qu'avec les tests Promega compatibles. Toutes les autres données devront être exportées et analysées à l'aide d'un logiciel d'analyse tiers.

Lecture de votre plaque à l'aide d'une carte de plaque

8. Après avoir créé votre carte de plaque, cliquez sur **Next (suivant)**.
9. Sélectionnez l'appareil à utiliser pour lire la plaque, définissez le temps d'intégration, puis cliquez sur **Read (lire)**. Les instructions d'initialisation de votre MyGlo® Reagent Reader seront envoyées pour la lecture de votre plaque.

Remarque : Le temps d'intégration par défaut est spécifique au test et validé pour produire des résultats de lecture suffisants pour la plupart des expériences. Vous pouvez modifier le temps d'intégration entre 0,1 et 30 secondes pour votre lecture.

10. Le voyant de votre MyGlo® Reagent Reader s'allume à présent en blanc et clignote lentement, indiquant que l'appareil est prêt à accueillir votre plaque.
11. Ouvrez l'appareil, insérez votre plaque, puis refermez-le pour commencer la lecture. Le MyGlo® Reagent Reader est équipé de capteurs pour détecter la plaque et commencera la lecture une fois l'appareil fermé et la plaque détectée. Le voyant blanc du MyGlo® Reagent Reader indiquera la progression de la lecture de la plaque.

Remarque : Lors de l'insertion de la plaque, assurez-vous que le puits A1 est bien positionné sur l'appareil pour une orientation de lecture supérieure ou inférieure (voir figure 4). Si votre plaque est déjà dans votre MyGlo® Reagent Reader, sélectionnez **Start (commencer)**, pour lancer la lecture.

12. Une fois la lecture terminée, votre fichier de données de lecture sera enregistré dans ProNect et vous serez redirigé(e) vers vos analyses et visualisations de données. Le voyant de votre MyGlo® Reagent Reader clignotera en jaune pour indiquer que vous pouvez retirer votre plaque.

Conception d'une carte de plaque

En utilisant les applications compatibles avec le MyGlo® Reagent Reader, vous pouvez concevoir une carte de plaque avec des paramètres spécifiques aux puits, personnalisés en fonction du test Promega. Les cartes de plaque peuvent être enregistrées dans ProNect pour une utilisation ultérieure et modifiées selon les besoins.

Remarque : Une carte de plaque indique à votre MyGlo® Reagent Reader de lire uniquement le(s) puits contenant des informations saisies par l'utilisateur. Les puits sans information saisie par l'utilisateur ne seront pas lus.

13. Commencez avec une carte de plaque vierge ou ouvrez une carte de plaque précédemment créée dans ProNect.
14. Sélectionnez votre type d'analyse.
15. Sélectionnez le(s) puits à analyser et saisissez les informations spécifiques à l'analyse en aval.
16. Utilisez cette carte de plaque pour une analyse immédiate ou enregistrez-la pour une utilisation ultérieure.

Analyse de vos données

- Les visualisations de données ont été personnalisées pour votre test Promega compatible avec le MyGlo® Reagent Reader.
- Les visualisations de données sont générées et consultables une fois la mesure terminée.
- Les visualisations de données peuvent être téléchargées depuis ProNect, dans la section My Data (mes données).

Remarque : Les rapports de visualisation des données utiliseront les paramètres par défaut.

Fichiers de données des instruments et de l'application ProNect®

Pour consulter et télécharger les fichiers de données de votre MyGlo® Reagent Reader, consultez la section Instruments de votre tableau de bord ProNect®. Sélectionnez votre MyGlo® Reagent Reader. Les fichiers de données seront répertoriés dans l'onglet « Files » (fichiers). Les fichiers de données de votre MyGlo® Reagent Reader seront également visibles dans la section My Data (mes données) de votre tableau de bord ProNect®.

Pour consulter et télécharger vos fichiers d'application ProNect®, consultez la section My Data (mes données) de votre tableau de bord ProNect®. Vous pouvez voir :

1. Carte de plaque avec nom personnalisé ou par défaut (fichier Excel).
2. Données d'instrument avec nom personnalisé ou par défaut, avec RLU et carte thermique (fichier Excel).
3. Visualisations avec graphiques issus de l'analyse des données (PDF).
4. Analyse de plaque (fichier Excel) :
 - Contient des onglets avec les RLU brutes et les mesures.
 - Les analyses dose-réponse et concentration unique contiennent trois onglets : RLU, résultats spécifiques à l'application et %CV.
 - L'analyse de linéarité contient deux onglets : RLU et %CV.
5. Analyse d'échantillons (fichier Excel) :
 - Contient des onglets avec les mesures des échantillons analysés et les données d'ajustement des courbes/lignes.
 - L'analyse dose-réponse comporte trois onglets : Analyse d'échantillons, Coefficients 4PL et Coefficients 5PL.
 - L'analyse de concentration unique contient un seul onglet : Analyse d'échantillon.
 - L'analyse de linéarité contient trois onglets : Analyse d'échantillon, Régression linéaire et Régression de puissance.

6

Nettoyage et entretien

Votre appareil MyGlo® Reagent Reader ne contient aucune pièce réparable par l'utilisateur. L'ouverture du Detection System (système de détection) annulera la garantie (section 8).



IMPORTANT :

- Retirez le câble USB et toute plaque avant le nettoyage.
- Portez toujours des gants lors des opérations de nettoyage susceptibles d'impliquer un contact avec des matières ou liquides biologiques, ou généralement dangereux.
- Lors du nettoyage de la surface optique, évitez de la rayer ou de l'endommager. Évitez notamment d'utiliser des produits abrasifs.
- N'utilisez pas de solvants agressifs ou corrosifs. Ces produits chimiques ne sont pas compatibles avec votre MyGlo® Reagent Reader et risquent d'endommager la surface.
- Ne vaporisez pas de solution nettoyante directement sur les surfaces intérieures ou extérieures de votre MyGlo® Reagent Reader. Vaporisez le nettoyant uniquement sur un chiffon ou un mouchoir non pelucheux, puis utilisez le chiffon ou le mouchoir humidifié sur les surfaces du MyGlo® Reagent Reader.
- Le non-respect de ces avertissements pourrait endommager le MyGlo® Reagent Reader. Cela pourrait réduire la durée de vie et la performance de l'appareil.

6.1 Nettoyage de l'extérieur

La surface extérieure de votre MyGlo® Reagent Reader peut être nettoyée à l'aide d'un chiffon ou d'un mouchoir en papier non pelucheux. En cas de salissures plus importantes, la surface du boîtier peut être nettoyée avec une solution détergente diluée, puis les résidus peuvent être éliminés avec un chiffon ou un mouchoir légèrement humidifié.

6.2 Nettoyage de l'intérieur

Les surfaces intérieures de votre MyGlo® Reagent Reader peuvent être nettoyées à l'aide d'un chiffon ou d'un mouchoir en papier non pelucheux. Retirez la grille de réduction de l'intermodulation et essuyez les deux côtés avec un chiffon propre et humide. La surface optique peut être nettoyée avec un chiffon ou un mouchoir non pelucheux et une solution d'éthanol à 70 %.

7

Dépannage

Si vous ne parvenez pas à résoudre les problèmes liés à votre MyGlo® Reagent Reader ou pour toute question supplémentaire non abordée ici, veuillez communiquer avec le service technique de Promega, ou avec votre succursale ou distributeur Promega local. Leurs coordonnées sont disponibles sur le site : www.promega.com. Courriel : techserv@promega.com

Remarque : Le service technique de Promega peut demander des fichiers journaux pour diagnostiquer le problème. Suivez les instructions ci-dessous pour les appareils défectueux.

Problème	Description	Commentaires
Configuration de votre MyGlo® Reagent Reader	Votre MyGlo® Reagent Reader est livré prêt à être connecté à un compte ProNect® et à un réseau Wi-Fi. La barre d'état de l'indicateur du MyGlo® Reagent Reader sera jaune fixe pour indiquer qu'il est prêt à être activé. Voir la figure 3.	Voir la figure 4, Inspection et configuration du MyGlo® Reagent Reader. Consultez les spécifications Wi-Fi à l'adresse : www.promega.com/myglosetup
Mise à jour du micrologiciel	Lors de la première activation de votre MyGlo® Reagent Reader, il peut être nécessaire de mettre à jour le micrologiciel vers la dernière version. Une fois votre MyGlo activé, la ProNect® Data Platform vous avertira de la disponibilité de nouvelles versions du micrologiciel. Nous vous recommandons de mettre à jour le MyGlo® Reagent Reader avec la dernière version du micrologiciel.	Pour mettre à jour le micrologiciel, connectez votre MyGlo® Reagent Reader à votre ordinateur à l'aide du câble USB fourni. <ul style="list-style-type: none">• Ouvrez l'application Connect2ProNect et connectez-vous avec vos identifiants de compte ProNect®.• Connect2ProNect mettra automatiquement à jour votre micrologiciel, si nécessaire.• Une fois la mise à jour du micrologiciel de votre MyGlo® Reagent Reader terminée, quittez Connect2ProNect, débranchez le câble USB de votre ordinateur et branchez-le à l'adaptateur secteur pour alimenter et faire fonctionner le MyGlo® Reagent Reader.

Problème	Description	Commentaires
MyGlo® Reagent Reader hors ligne	Votre MyGlo® Reagent Reader est contrôlé par un compte ProNect® connecté en Wi-Fi. Lorsque le MyGlo® Reagent Reader est déconnecté du Wi-Fi, l'appareil ne peut plus être utilisé. La barre d'état du MyGlo® Reagent reader est jaune et clignote pour indiquer une déconnexion du Wi-Fi. Voir la figure 3.	<p>Depuis un compte ProNect® connecté, vérifiez que l'instrument est hors ligne en consultant l'état de l'indicateur.</p> <ul style="list-style-type: none"> Assurez-vous que votre MyGlo® Reagent Reader est branché à l'adaptateur secteur. Assurez-vous que le signal Wi-Fi est disponible et que le MyGlo® Reagent Reader est connecté. <p>Si le Wi-Fi est disponible, connectez votre MyGlo® Reagent Reader à votre ordinateur à l'aide du câble USB fourni.</p> <ul style="list-style-type: none"> Ouvrez l'application Connect2ProNect et connectez-vous avec vos identifiants de compte ProNect®. Connectez-vous à une source Wi-Fi disponible. Connect2ProNect mettra automatiquement à jour votre micrologiciel, si nécessaire. Une fois le micrologiciel de votre MyGlo® Reagent Reader mis à jour, quittez Connect2ProNect, débranchez le câble USB de votre ordinateur et branchez-le à l'adaptateur secteur pour alimenter et faire fonctionner votre MyGlo® Reagent Reader. Si vous ne parvenez pas à résoudre ce problème, choisissez Network Connection (connexion réseau) pour sélectionner un autre réseau Wi-Fi (voir la figure 5). Consultez les spécifications Wi-Fi sur : www.promega.com/myglosetup www.promega.com/global/pronect-data-platform/pronect-security-and-data-privacy/

Problème	Description	Commentaires
Déplacement de votre MyGlo® Reagent Reader vers une nouvelle connexion Wi-Fi	Vous devez modifier la connexion Wi-Fi de votre MyGlo® Reagent Reader.	<p>Pour mettre à jour votre configuration Wi-Fi, connectez votre MyGlo® Reagent Reader à votre ordinateur à l'aide du câble USB fourni.</p> <ul style="list-style-type: none"> Ouvrez l'application Connect2ProNect et connectez-vous avec vos identifiants de compte ProNect®. Utilisez l'outil Network Connection (connexion réseau) pour mettre à jour votre configuration. Une fois la connexion Wi-Fi établie, quittez Connect2ProNect, débranchez le câble USB de votre ordinateur et branchez-le à l'adaptateur secteur pour alimenter et faire fonctionner le MyGlo® Reagent Reader. Consultez les spécifications Wi-Fi à l'adresse : www.promega.com/myglosetup
Échec de l'autotest	À la mise sous tension de votre MyGlo® Reagent Reader, un autotest est effectué pour vérifier son bon fonctionnement. La barre d'état du MyGlo® Reagent Reader clignote en arc-en-ciel pour indiquer qu'il effectue un autotest. En cas d'échec de l'autotest, l'indicateur clignote en rouge.	<p>Si l'autotest échoue, débranchez l'alimentation, puis branchez le MyGlo® Reagent Reader pour relancer l'autotest.</p> <p>Si l'autotest échoue deux fois, connectez le MyGlo® Reagent Reader à votre ordinateur à l'aide du câble USB.</p> <ul style="list-style-type: none"> Ouvrez l'application Connect2ProNect et connectez-vous avec vos identifiants de compte ProNect. Connect2ProNect mettra automatiquement à jour votre micrologiciel, si nécessaire. Une fois la mise à jour du micrologiciel de votre MyGlo® Reagent Reader terminée, quittez Connect2ProNect, débranchez le câble USB de votre ordinateur et branchez-le à l'adaptateur secteur pour alimenter et faire fonctionner le MyGlo® Reagent Reader.

Problème	Description	Commentaires
Dysfonctionnement de l'appareil	Si votre MyGlo® Reagent Reader rencontre des problèmes non liés à la connexion Wi-Fi ou à l'échec de l'autotest, communiquez avec le service technique de Promega. Il se peut qu'il demande des fichiers journaux pour diagnostiquer le problème.	<p>Pour générer des fichiers journaux, connectez votre MyGlo® Reagent Reader à votre ordinateur à l'aide du câble USB fourni.</p> <ul style="list-style-type: none"> Ouvrez l'application Connect2ProNect et connectez-vous avec vos identifiants de compte ProNect®. Sélectionnez Retrieve Logs (récupérer les journaux) pour extraire et enregistrer les fichiers journaux de l'instrument sur votre ordinateur. Voir la figure 5, Écran d'accueil de Connect2ProNect pour MyGlo® Reagent Reader. Une fois les fichiers journaux enregistrés, quittez Connect2ProNect, débranchez le câble USB de votre ordinateur et branchez-le à l'adaptateur secteur pour alimenter et faire fonctionner votre MyGlo® Reagent Reader. <p>Remarque : Vous pouvez partager les fichiers journaux demandés avec le service technique par courriel.</p>
Réaffecter un utilisateur à un autre compte ProNect®	L'appareil MyGlo® Reagent Reader doit être réaffecté à un nouvel utilisateur.	<p>Connectez votre MyGlo® Reagent Reader à votre ordinateur à l'aide du câble USB fourni.</p> <ul style="list-style-type: none"> Ouvrez l'application Connect2ProNect et connectez-vous avec vos identifiants de compte ProNect®. Sélectionnez Deactivate (désactiver) (voir la figure 5). Une fois le MyGlo® Reagent Reader désactivé, quittez Connect2ProNect. Lorsque vous êtes prêt(e) à réactiver votre MyGlo® Reagent Reader, consultez la section 4 pour des instructions. <p>Remarque : Dans Connect2ProNect, sélectionnez Request code (demander un code) pour recevoir un nouveau code d'activation à usage unique.</p>

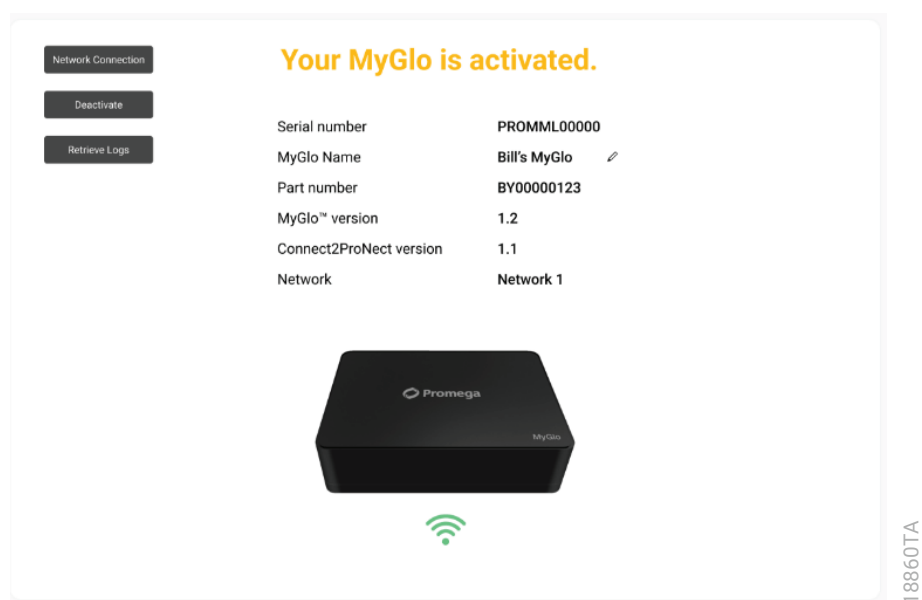


Figure 5. Écran d'accueil de MyGlo® Reagent Reader Connect2ProNect.

8

Garantie et service

Votre instrument MyGlo® Reagent Reader est garanti 12 mois*. La garantie couvre toutes les pièces, la main-d'œuvre et l'expédition depuis et vers nos centres de service agréés. Elle ne couvre pas les réparations ou remplacements rendus nécessaires du fait d'un accident, d'une négligence, d'une mauvaise utilisation, d'une réparation non autorisée ou d'une modification de l'instrument.

En cas de problème avec l'instrument, communiquez avec le service technique de Promega pour obtenir une assistance. Vous pouvez joindre le service technique de Promega directement depuis le tableau de bord ProNect® ou par courriel à l'adresse : **techserv@promega.com**. Si une intervention supplémentaire est nécessaire, des options de réparation vous seront proposées et un numéro d'autorisation de retour vous sera attribué. Promega décline toute responsabilité pour les instruments retournés sans numéro d'autorisation.

Le système de détection n'est pas entièrement étanche. Un excès de liquide peut pénétrer dans l'appareil et endommager les composants électroniques internes. Faites preuve de prudence lorsque vous manipulez des liquides à proximité du système afin d'éviter tout dommage potentiel.



- **AVERTISSEMENT** : Évitez tout déversement excessif de liquide.

Pour obtenir une intervention pendant la période de garantie, veuillez suivre les étapes ci-dessous :

- Communiquez avec le service technique de Promega.
- Suivez les procédures de dépannage suggérées par le technicien.
- Si d'autres mesures sont nécessaires, des options vous seront proposées et un numéro d'autorisation de retour vous sera attribué. Promega décline toute responsabilité pour les instruments retournés sans numéro d'autorisation.
- Avant de retourner l'instrument, vous êtes responsable de son nettoyage. Si l'instrument a été exposé à des risques chimiques, biologiques ou radioactifs, communiquez avec le service technique de Promega pour obtenir des instructions de décontamination avant l'expédition.

* Peut varier selon l'emplacement. Communiquez avec votre représentant Promega local pour plus d'informations.

9

Résumé des modifications

Les modifications suivantes ont été apportées à la révision du 25/09 de ce document :

1. Mise à jour de MyGlo et ProNect en marques déposées.
2. Mise à jour de l'introduction, section 1, suppression du tableau des symboles et marquages de sécurité et déplacement des symboles vers les sections 6 ou 8.
3. Mise à jour du texte et de l'image de la figure 3.
4. Ajouts et remplacements apportés aux étapes des sections 4 et 5.
5. Réorganisation des sous-sections de la section 5.2, en déplaçant « Conception d'une carte de plaque » après « Lecture de votre plaque à l'aide d'une carte de plaque ».

© 2024–2025 Promega Corporation. Tous droits réservés.

MyGlo et ProNect sont des marques déposées de Promega Corporation.

Apple, macOS et Safari sont des marques déposées d'Apple Inc. Excel, Microsoft Edge et Windows sont des marques déposées de Microsoft Corporation. Google est une marque déposée et Chrome est une marque commerciale de Google LLC.

Les produits peuvent être protégés par des brevets en instance ou délivrés, ou être soumis à certaines limitations. Pour plus d'informations, veuillez consulter notre site Web.

Tous les prix et spécifications sont susceptibles d'être modifiés sans préavis.

Les revendications relatives aux produits sont susceptibles de changer. Veuillez communiquer avec le service technique de Promega ou consulter le catalogue en ligne de Promega pour obtenir les informations les plus récentes sur les produits Promega.