



Pressemitteilung

Frei zur Veröffentlichung. Bei Abdruck wird Belegexemplar erbeten.

Promega bringt tragbaren 96-Well-Plattenleser zur Analyse lumineszierender Cell-Health-Assays auf den Markt

- Forschende können lumineszente Signale mit dem kleinen, kostengünstigen MyGlo™ Reagent Reader detektieren
- Das persönliche Gerät ist deutlich günstiger als herkömmliche Mikrotiterplatten-Lesegeräte
- Integration der ProNect™ Datenplattform ermöglicht Forschenden den Zugriff auf Live-Daten von jedem internetverbundenen Gerät

Madison, WI, USA (11. Juni 2024). Promega stellt Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern, die mit Biolumineszenz arbeiten, ab sofort ein erschwingliches und kosteneffektives Werkzeug für ihre Studien zur Verfügung. Der neu eingeführte MyGlo™ Reagent Reader ist ein tragbares 96-Well-Mikrotiterplatten-Lesegerät, das speziell auf bestimmte Lumineszenzassays von Promega abgestimmt ist. Das neue Gerät bietet einen breiten linearen Messbereich zu einem Bruchteil des Preises eines Multimode-Lesers.

„Der MyGlo™ Reagent Reader ist deutlich kleiner als andere Geräte zum Messen von Lumineszenz, was den Forschenden einen bequemeren Weg von der Frage zur Antwort in ihren Projekten bietet“, sagt Produktmanager Kevin Oelstrom.

Merkmale des MyGlo™ Reagent Reader:

- Kompakte, tragbare Größe: Spart Platz und ermöglicht die Analyse von Assays, wo immer es notwendig ist
- Niedriger Preis: Kein Ausschreibungsverfahren und keine Genehmigung für größere Investitionen notwendig

- ProNect™ Datenplattform-Konnektivität: Zugriff auf Daten von jedem internetverbundenen Gerät aus, einschließlich Live-Ergebnissen von verbundenen Instrumenten

Das Instrument ist zunächst mit dem Promega CellTiter-Glo-Assay kompatibel, der zur Messung der Zellviabilität verwendet wird. Zukünftige Anwendungen der Analysesoftware ermöglichen es den Benutzern, Daten aus einer Vielzahl von lumineszierenden Assays zu analysieren, die von Promega entwickelt wurden.

Mehr über den MyGlo™ Reagent Reader erfahren Sie auf der [Unternehmenswebseite](#).

Über Promega

Die Promega Corporation ist ein weltweit führender Anbieter von hochwertigen Lösungen und technischer Unterstützung für die Life-Science-Industrie. In seiner 45-jährigen Geschichte hat Promega ein Portfolio mit mehr als 4.000 Katalog- und kundenspezifischen Produkten zur Unterstützung der Zell- und Molekularbiologie aufgebaut. Heute treiben die von Promega entwickelten Biolumineszenz- und andere Technologien Innovationen in Bereichen wie der Lebendzellanalyse, der Arzneimittelforschung, der Molekulardiagnostik und der Identifizierung von Menschen voran und werden von Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern sowie Technikerinnen und Technikern in Laboren der akademischen und staatlichen Forschung, der Forensik, der Pharmazie, der klinischen Diagnostik sowie bei landwirtschaftlichen und ökologischen Tests eingesetzt. Der Hauptsitz von Promega befindet sich in Madison, WI, USA, mit Niederlassungen in 16 Ländern und über 50 weltweiten Vertriebspartnern.

Seit 1997 ist die Promega GmbH als Tochtergesellschaft der Promega Corp. in Deutschland präsent und ist mit mehr als 150 Mitarbeitenden für den Vertrieb und Service der Produkte des Promega-Konzerns in Deutschland, Österreich und Osteuropa zuständig. 2019 zog das Unternehmen von Mannheim nach Walldorf. Seitdem befinden sich Logistikzentrum und Verwaltung unter einem Dach.

Weitere Informationen finden Sie unter www.promega.com und auf [Twitter](#), [LinkedIn](#), [Facebook](#), [Instagram](#) und dem [Promega Connections Blog](#).

Kontakt:

Dr. Anette Leue

Head of Communications

Promega GmbH

anette.leue@promega.com