

## PRESSEMITTEILUNG

Frei zur sofortigen Veröffentlichung. Bei Abdruck Belegexemplar erbeten.

# Promega HiBiT-PsVLP-Assay zur Unterstützung der globalen Impfstoffforschung

- Der HiBiT-PsVLP-Bioassay von Promega ermöglicht einfache und sichere Studien ohne infektiöse Viruspartikel.
- Der Assay unterstützt die Zusammenarbeit zwischen Charles River und dem zentralen Labornetzwerk der CEPI.
- Die Technologie trägt zur Standardisierung und Beschleunigung der Entwicklung zukünftiger Impfstoffe bei.

**Madison, WI, USA (15. April 2025)** – Die von Promega entwickelte Technologie zur Impfstoffentwicklung gegen virale Infektionskrankheiten unterstützt die Kooperation zwischen dem US-amerikanischen Unternehmen Charles River und dem zentralen Labornetzwerk der *Coalition for Epidemic Preparedness Innovations* (CEPI) mit Hauptsitz in Oslo, Norwegen. Der Promega HiBiT-PsVLP-Bioassay ermöglicht es Forschenden, Virusbestandteile sicher zu klonen – ohne dass infektiöse Viruspartikel benötigt werden. Diese Technologie trägt dazu bei, das Ziel der Zusammenarbeit zu erreichen: die Entwicklung von Impfstoffen gegen Epidemien und Pandemien – darunter Ebola Sudan, Marburg und andere Infektionskrankheiten – zu standardisieren und zu beschleunigen.

„Der Assay ist einfach, sicher und praktisch“, sagt Promega-Forschungswissenschaftler Jonathon Mitchell. „Er ermöglicht es dem Team, wichtige Daten für die Impfstoffentwicklung zu generieren, ohne mit gefährlichen, infektiösen Viruspartikeln zu arbeiten.“

## Promega HiBiT-PsVLP-Bioassay

Forschende werden den HiBiT-PsVLP-Bioassay einsetzen, um neutralisierende Antikörper zu charakterisieren, die als Reaktion auf Impfstoffe gebildet werden. Der erste Fokus liegt auf Impfstoffkandidaten gegen die Ebola-Sudan- und Marburg-Viren. Bei erfolgreicher Anwendung könnte die Technologie auch bei anderen von CEPI priorisierten Krankheiten – wie der noch unbekannten „Disease X“ – eingesetzt und mit weiteren Partnern geteilt werden.

Der Assay verwendet die HiBiT-Biolumineszenz-Technologie, um pseudotypisierte, virusähnliche Partikel (PsVLPs) zu markieren, die auf ihrer Oberfläche das für das Eindringen in Zellen verantwortliche Protein tragen. Diese Partikel ahmen Größe und Form eines Virus nach, sind jedoch nicht infektiös, da sie kein virales Erbmateriale enthalten. Der Assay zeigt, ob die Antikörper korrekt an die Zelloberflächenproteine binden und somit das Eindringen des Virus in Wirtszellen blockieren.

Vorteile dieses Assays:

- Sicher: Es wird kein Virus erzeugt; geeignet für Umgebungen der biologischen Sicherheitsstufen 1 und 2
- Einfach: Kit im gebrauchsfertigen Format – nur hinzufügen, mischen und ablesen
- Schnell: Ergebnisse in Stunden statt Tagen
- Flexibel: Anpassbar für verschiedene Viren

Das zentrale Labornetzwerk der CEPI ist das weltweit größte Netzwerk zur Standardisierung immunologischer Methoden für die Entwicklung und Bewertung von Impfstoffen gegen neu auftretende Infektionskrankheiten. Charles River, ein weltweit anerkannter Anbieter von Lösungen für Wirkstoffforschung und nicht-klinische Entwicklung, ist das siebzehnte Mitglied, das dem Netzwerk beitrifft. Charles River wird den HiBiT-PsVLP-Bioassay zunächst verwenden, um nicht-klinische Daten zu erzeugen, die mit anderen Netzwerkmitgliedern geteilt werden.

Erfahren Sie mehr über den Promega HiBiT-PsVLP-Bioassay [hier](#).

## 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](http://www.promega.com) und auf [LinkedIn](#), [Instagram](#) und dem [Promega Connections Blog](#).

### Kontakt:

Dr. Anette Leue

Head of Communications

Promega GmbH

[presse@promega.com](mailto:presse@promega.com)