



Pressemitteilung

Frei zur Veröffentlichung ab 30.03.2022, 13 Uhr. Bei Abdruck Belegexemplar erbeten.

Neue Lumit™ Immunoassays von Promega vereinfachen den Nachweis von Zytokinen bei der Erforschung von Entzündungen

Anwender von ELISA-Assays „werden von der Geschwindigkeit und Einfachheit der Lumit™ Cytokine Immunoassays begeistert sein“

Walldorf, Deutschland (30.03.2022). Für Forschende, die sich mit Immunität und Entzündungen befassen, gibt es jetzt eine schnellere und einfachere Alternative zu herkömmlichen Enzyme-linked Immunosorbent Assays (ELISAs): die neuen Biolumineszenz-Assays von Promega, die heute eingeführt wurden. Die Lumit™ Cytokine Immunoassays können freigesetzte Zytokine aus Zellkulturproben in weniger als 70 Minuten quantitativ nachweisen. Diese Biolumineszenz-Assays sind geeignet für den Einsatz in der Grundlagenforschung oder für Hochdurchsatz-Screenings zur Entdeckung und Entwicklung neuer Medikamente.

Schnellere Ergebnisse für Immunologie und Krebsforschung

Zytokine sind Signalmoleküle, die für die Regulierung von Entzündungen und Immunreaktionen entscheidend sind. Der Nachweis und die Quantifizierung von Zytokinen ist für viele Forschungsbereiche wie Immunologie, Krebs und entzündliche Krankheiten wie Asthma und Arthritis von zentraler Bedeutung.

Während herkömmliche ELISA-basierte Verfahren zum Nachweis von Zytokinen stundenlange Arbeit erforderlich machen können, liefern Lumit™ Cytokine Immunoassays ein einfacheres und schnelleres Protokoll. Die Vorteile dieser Kits sind:

- No-wash-Protokoll
- Add-and-Read-Assay-Format

- Breiter linearer Messbereich, bei dem keine Verdünnungsschritte erforderlich sind

"Jeder, der derzeit ELISA-Assays zur Messung von Zytokin-Konzentrationen verwendet, wird von der Geschwindigkeit und Einfachheit der Lumit-Assays begeistert sein", sagt Dan Lazar, Senior Research Scientist bei Promega. "Diese Assays bieten die Möglichkeit, die Effizienz zu verbessern - man kann viel mehr Arbeit in deutlich kürzerer Zeit erledigen."

Gebrauchsfertige Assays sind für sechs gängige Targets erhältlich: IL-1 β , IL-2, IL-6, IL-10, IFN- γ und TNF- α . Die Assays können an das 384-Well-Format angepasst oder mit einem Liquid-Handler für das Hochdurchsatz-Screening (HTS), die Freigabe von Biologika-Chargen und die Verwendung als QC-Assay automatisiert werden.

Lumit™-Technologie

Die Lumit™-Technologie basiert auf dem preisgekrönten NanoBiT®-Komplementärsystem. Die Antikörper sind mit SmBiT und LgBiT, den beiden Untereinheiten der NanoLuc®-Luciferase, markiert. Wenn die Antikörper an ihr Target binden, nähern sich SmBiT und LgBiT einander an und bilden eine aktive Luciferase, die in Gegenwart von Substrat ein Biolumineszenzsignal erzeugt. Das Signal kann mit jedem Standard-Lumineszenz- oder multimodalen Plattenlesegerät, wie dem GloMax™ Discover, quantifiziert werden.

Zusätzlich zu den heute vorgestellten Lumit™ Cytokine Immunoassays sowie mehreren anderen, bereits früher eingeführten Kits bietet Promega auch die Reagenzien zur Erstellung eines individuellen Lumit™ Immunoassays für Targets, die derzeit nicht im Portfolio enthalten sind.

Um mehr über Lumit™ Cytokine Immunoassays zu erfahren, besuchen Sie die [Promega-Webseite](#).

Über Promega

Die Promega Corporation ist ein führender Anbieter innovativer Lösungen und technischer Unterstützung für die Life-Science-Branche. Das Portfolio des Unternehmens mit über 4.000 Produkten unterstützt biowissenschaftliche Forschung in Bereichen wie Zellbiologie, DNA-, RNA- und Proteinanalyse, Arzneimittelentwicklung, Identifizierung von Menschen und Molekulardiagnostik. Seit über 40 Jahren finden diese Produkte und Technologien immer mehr Anwendung und werden heute 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 110 Mitarbeitenden für den Vertrieb der Produkte des Promega-Konzerns in Deutschland, Österreich und Osteuropa zuständig.

Mehr Informationen finden Sie auf der [Webseite des Unternehmens](#).