



Presseinformation

Frei zur sofortigen Veröffentlichung. Bei Abdruck Belegexemplar erbeten.

Neuer Multidetektionsreader von Promega GloMax[®] Multi+ Detection System bietet mehr Datenpunkte und weniger Messschwankungen

Mannheim, 25.06.2009 – Die Promega Corporation, Madison/Wisconsin (USA), mit deutscher Niederlassung in Mannheim bietet mit dem GloMax[®] Multi+ Detection System einen neuen Multidetektionsreader, der mit Lumineszenz-, Fluoreszenz- und Absorptionsmodulen ausgestattet ist. Nach Wunsch können die Module mit beliebiger Konfiguration zusammengestellt werden. Durch die spezielle optische Anordnung der Messkanäle erreicht das Gerät eine hohe Sensitivität und einen breiten dynamischen Messbereich, der mit führenden Singledetektionsreadern vergleichbar ist.

Zeit- und Kostenersparnis durch Multiplexing

Durch die modulare Ausstattung des GloMax[®] Multi+ Detection Systems können Wissenschaftler zellbasierte Assays auf luminometrischer und fluometrischer Basis miteinander kombinieren (Multiplexing) und bequem in einem Gerät messen. Das Multiplexing spart Zeit sowie teure Reagenzien und erlaubt die Messung in ein und demselben Well, was Messschwankungen erheblich reduziert und gleichermaßen die Datenqualität erhöht.

Einfache Handhabung

Die Steuerung des GloMax[®] Multi+ Detection Systems ist über einen bedienerfreundlichen Touchscreen oder mit Hilfe einer speziellen Software über eine externe PC-Führung möglich. Über den Touchscreen kann der Anwender Protokolle per ‚Drag-and-Drop‘ einfach selbst erstellen oder auf vorinstallierte Protokolle zu Promega Assays per ‚Plug-and-Measure‘ zurückgreifen. Darüber hinaus weist das Gerät integrierte Schüttel- und Heizfunktionen sowie die Möglichkeit auf, flexibel je nach Durchsatz Well-Formate von 6-384-Well zu messen. Wie bei allen Detektionsgeräten aus dem GloMax[®]-Portfolio sind Injektoren für die Arbeit mit ‚Flash‘-Lumineszenz optional erhältlich.

Kontakt:

Promega GmbH
Dr. Anette Schwenzer
Schildkrötstr. 15
D-68199 Mannheim
Tel.: +49 (0) 621 / 8501-110
anette.schwenzer@promega.com
www.promega.com

VOCATO public relations
Jessica Auweiler
Bahnstraße 19
D-50858 Köln
Tel.: +49 (0) 22 34 / 60 198-17
jauweiler@vocato.com
www.vocato.com

Über Promega:

Promega zählt mit über 950 Mitarbeitern zu den fünf großen weltweit tätigen Life Science Research-Unternehmen. Das 1978 in Madison, WI, USA gegründete, konzernunabhängige Unternehmen stellt Produkte und Systemlösungen für die Gen-, Protein- und



Zellanalyse her. Mit diesen lassen sich komplexe biologische Systeme einfach erforschen. Kunden von Promega sind Forschungsinstitute und -zentren, Universitäten, pharmazeutisch und biotechnologisch forschende Unternehmen, Dienstleistungslabors und Behörden. Sie setzen Promega-Produkte in der Grundlagenforschung, bei der Medikamententwicklung, molekularen Diagnostik und Identifizierung des menschlichen Erbguts ein. Promega-Produkte können weltweit über 12 Vertriebsfilialen und über 50 Distributoren bezogen bzw. über die Promega Website (www.promega.com) bestellt werden.

Seit 1997 ist die Promega GmbH als Tochtergesellschaft der Promega Corp. in Mannheim präsent und ist mit mehr als 50 Mitarbeitern für den Vertrieb der Produkte des Promega-Konzerns in Deutschland, Österreich und Osteuropa zuständig. Neben seinem Servicezentrum verfügt der Mannheimer Standort über das europäische Geräteservicezentrum sowie über ein Auslieferungslager der US-amerikanischen Muttergesellschaft, den Corp. EURO Hub, der für den Vertrieb der Produkte des Promega-Konzerns in Europa zuständig ist. Mit dem jährlichen Wettbewerb „Hauptsache Biologie“ für Journalisten und Wissenschaftler fördert Promega die Qualität der Öffentlichkeitsinformation durch regionale Medien. (www.promega.com/de)