

Presseinformation

Frei zur sofortigen Veröffentlichung. Bei Abdruck Belegexemplar erbeten.

BIOTECHNICA 2009 – Messe-Schwerpunkte der Promega GmbH

- **Das vollautomatische Maxwell[®] 16 MDx System**
- **Lumineszente Assays und Messgeräte: GloMax[®] Multiplus**
- **Zellbasierte Assays: ApoTox-Glo[™] Triplex Assay**

Mannheim, 17.09.2009 – Mit dem Maxwell[®] 16 MDx System und dem GloMax[®] Multiplus Multidetektionssystem zeigt die Promega GmbH, Mannheim, auf der diesjährigen BIOTECHNICA in Hannover (6. bis 8. Oktober) in **Halle 9, Stand E54** Komplettlösungen, die die Bearbeitung von Proben sowie die Arbeit mit zell-basierten Assays zuverlässig und einfach machen.

GloMax[®] Multiplus – lumineszente Assays und Detektion aus einer Hand
Mit dem Zukauf des US-amerikanischen Luminometer-Herstellers Turner (Sun-nyvale, Kalifornien/USA) hat Promega sein Produktportfolio abgerundet: Das Unternehmen kann nun zusammen mit den lumineszenten Assays komplette Detektionssysteme aus einer Hand anbieten. Die Produkte sind aufeinander abgestimmt und Fehlerquellen minimiert. Das GloMax[®] Multiplus – Photometer, Fluorometer und Luminometer in einem – kann am Messestand getestet werden.

Molekulare Diagnostik mit dem Maxwell[®] 16 MDx
Für die molekulare Diagnostik bietet Promega mit dem neuen Maxwell[®] 16 MDx und dem Maxwell[®] 16 Viral Total Nucleic Acid Purification Kit neue Möglichkeiten in der Nukleinsäureaufreinigung. Mit der Gerätegeneration, die über einen Barcode-Leser sowie eine Schnittstelle zu externen Druckern und Computern verfügt, können Proben einfach nachverfolgt und Daten exportiert werden. Das neue System macht die Aufreinigung viraler Nukleinsäuren noch verlässlicher.

Multiplexing mit dem ApoTox-Glo[™]
Mit dem neuen ApoTox-Glo[™] Triplex Assay bietet Promega ein Produkt, das im Multiplex-Verfahren Viabilität, Zytotoxizität und Apoptose in einem Well bestimmt.

GoTaq[®] Produktfamilie – „qPCR Duell“ am Promega-Stand
Die GoTaq[®] Produktfamilie beinhaltet Einzelenzyme und Master-Mixe für alle gängigen PCR- und Real-Time PCR-Applikationen. Mit dem in den meisten Kits enthaltenen grünen Reaktions-Puffer kann die PCR-Probe direkt in ein Gel beladen werden. Informieren Sie sich am Stand über die Aktion „qPCR Duell“.

**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 Medikamentenentwicklung, 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)