



Presseinformation

Frei zur sofortigen Veröffentlichung. Bei Abdruck Belegexemplar erbeten.

Molekulare Diagnostik: automatische Nukleinsäure- aufreinigung sicherer und verlässlicher

Neue Maxwell® 16 Generation von Promega

Mannheim, 26.10.09 – Für Labore der molekularen Diagnostik und klinischen Virologie bietet die Promega Corporation, Madison/Wisconsin (USA), mit deutscher Niederlassung in Mannheim eine neue Generation des Aufreinigungssystems Maxwell® 16. Das neue Maxwell® 16 hat eine Ultraviolette (UV)-Lampe und ermöglicht die einfache Nachverfolgung von Proben via Barcode-System. Über eine Schnittstelle können Daten exportiert werden.

Minimiertes Kontaminationsrisiko

Durch die integrierte UV-Lampe ist das neue Maxwell® 16 Gerät einfach zu reinigen und das Kontaminationsrisiko minimiert. Das System lässt sich benutzerfreundlich über ein großes Touchscreen bedienen. Wie das Vorgängermodell ist das neue Gerät in zwei Varianten erhältlich: Die Standardvariante (SEV) für ein Elutionsvolumina von 300µl und die LEV-Variante, für kleinere Elutionsvolumina (20-100µl).

Erhöhte Sicherheit durch Barcodesystem

Das neue System ist mit einem Barcode-Lesegerät sowie entsprechendem Zubehör und Software ausgestattet. Proben können so sicher und einfach nachverfolgt werden, manuelle Fehlerquellen werden minimiert. Die Daten können im CSV Format vom Gerät via Maxwell® Sample Track Software an einen externen Drucker oder Computer übertragen werden. Von dort aus können die Daten in ein Labor-Informations- und Management-System hochgeladen werden.

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 Geräte-servicezentrum 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)