

Presseinformation

Frei zur sofortigen Veröffentlichung. Bei Abdruck Belegexemplar erbeten.

Virale Nukleinsäuren schnell und zuverlässig aufreinigen Neue Option in der Influenza A/H1N1 *in vitro* Diagnostik

Mannheim, 16.10.09 – Mit dem Maxwell[®] 16 Viral Total Nucleic Acid Purification Kit bietet die Promega Corporation, Madison/Wisconsin (USA), mit deutscher Niederlassung in Mannheim eine zuverlässige und automatisierte Möglichkeit, virale Nukleinsäuren aus verschiedenen Proben zu isolieren und aufzureinigen. Gerade in der Diagnostik des neuen Influenza-Typs A/H1N1 ermöglicht der Kit eine schnelle und flexible Aufreinigung und damit eine zeitnahe Diagnose.

Aufreinigung in nur 45 Minuten

Virale RNA und DNA kann mit dem neuen Kit und den Maxwell[®] 16 Systemen aus Serum, Plasma oder anderen Proben extrahiert werden. Bereits nach etwa 45 Minuten kann mit der isolierten Nukleinsäure weitergearbeitet und diese beispielsweise direkt für eine Real-Time Reverse-Transkriptase PCR zum Nachweis der Viren eingesetzt werden.

Die laboratoriumsmedizin köln, Dres. med. Wisplinghoff und Kollegen, eine Gemeinschaftspraxis für Laboratoriumsmedizin und Mikrobiologie, nutzt bereits seit dem Frühjahr dieses Jahres das Maxwell[®] 16 System zum Nachweis der Influenza A/H1N1. „Wir haben uns für das Promega-System entschieden weil es in kurzer Zeit und sehr zuverlässig die Nukleinsäuren aufreinigt“, so Marion Steinmetz, Leiterin des Labors für allgemeine PCR- und Thrombophiliediagnostik.

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)