



Presseinformation

Frei zur sofortigen Veröffentlichung. Bei Abdruck Belegexemplar erbeten.

Identifikation humaner Zelllinien mittels STR-Analyse Intraspezies Kreuzkontamination eindeutig bestimmbar

Mannheim, 13.01.2009 – Die Promega Corporation, Madison/Wisconsin (USA), mit deutscher Niederlassung in Mannheim ermöglicht mit dem neuen StemELITE™ ID System eine eindeutige Identifizierung und Authentifikation humaner Zelllinien. Insbesondere bei humanen embryonalen Stammzellen, die auf Maus-Feederzellen kultiviert werden, kann eine Intraspezies Kreuzkontamination nachgewiesen werden.

Verunreinigungen von Zelllinien mit anderen Zellen stellen ein seit langem bekanntes Problem der Zellkultur, vor allem bei Mischkulturansätzen, dar. Ohne eindeutige Authentifikation der verwendeten Zelllinien können Ergebnisse falsch interpretiert werden. Das StemELITE™ ID System bedient sich der Short Tandem Technologie, die sich bereits jahrelang in den PowerPlex® Produkten bewährt hat. Im System stehen 10 humane Loci (D21S11, TH01, TPOX, vWA, CSF1PO, D16S539, D7S820, D13S317, D5S818 und Amelogenin) und ein Marker für Maus-DNA (*mus musculus*) zur Verfügung. Hierdurch können humane Zelllinien eindeutig mit einer Wahrscheinlichkeit von 1 zu $2,92 \times 10^9$ authentifiziert und von Maus-Feederzellen unterschieden werden. Das System beinhaltet alle Reagenzien für die Ko-Amplifikation und Drei-Farben-Detektion aller Loci in einem Gefäß. Für einfaches Pipettieren bei Raumtemperatur liegt eine Hot Start Taq DNA Polymerase bei.

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 987 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 mit dem Promega Corp. EURO Hub über ein Auslieferungslager der US-amerikanischen Muttergesellschaft, das 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