



Presseinformation

Frei zur sofortigen Veröffentlichung. Bei Abdruck Belegexemplar erbeten.

Promega eröffnet wissenschaftliches Entwicklungs- und Trainingslabor in Europa

Mannheim, 25.06.2009 – Die Promega Corporation, Madison/Wisconsin (USA), mit deutscher Niederlassung in Mannheim eröffnet am 26. Juni 2009 in Charbonniere, in der Nähe von Lyon/Frankreich, ein Entwicklungs- und Trainingslabor für Wissenschaftler und Promega-Mitarbeiter aus ganz Europa. Mit dem „EuroLab“, das ein hochmodernes Labor sowie einen Seminarraum umfasst, steigert Promega seine hohen Serviceleistungen für die Life Science-Branche in Europa.

Das EuroLab konzentriert sich auf die folgenden drei Kernbereiche:

Entwicklung neuer Applikationen

Spezifische Kundenanfragen und neueste wissenschaftliche Anforderungen werden aufgegriffen. Hierbei liegt der Fokus auf der Weiterentwicklung von Methoden für Nukleinsäureaufreinigung, zellbasierte Assays und PCR.

Weiterbildung von Promega-Mitarbeitern

Promega-Mitarbeiter erhalten ein kontinuierliches Training in wissenschaftlichen Kernbereichen wie Multiplexing QPCR, Proteomics und biolumineszente Technologien.

Schulungszentrum für Wissenschaftler

Vom Anfänger bis zum Experten: Das EuroLab bietet Wissenschaftlern in ganz Europa Kurse zu speziellen wissenschaftlichen Themenbereichen an.

Für das Eröffnungsjahr plant das EuroLab Schulungen zur STR-Analyse in forensischen Labors sowie zum Basiswissen im Bereich Proteomics.

Das EuroLab ergänzt das weltweite Trainings- und Entwicklungszentrum am Standort der Promega Corporation in Madison/Wisconsin, USA.

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, konzernunab-



hängige 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)