

PRESSEMITTEILUNG

Frei zur sofortigen Veröffentlichung. Bei Abdruck Belegexemplar erbeten.

Promega unterstützt die Forschung an der Klinik für Kinderonkologie in Homburg

Walldorf (29. April 2025). Im Rahmen einer forschungsorientierten Kooperation stellt die Promega GmbH Professor Dr. Marc Remke und seinem Team ein Maxwell® RSC Gerät zur Verfügung. Dieses wurde jetzt an der Klinik für Pädiatrische Onkologie und Hämatologie in Homburg (Saar) in Betrieb genommen und ermöglicht es den Wissenschaftlern dort, integrative Untersuchungen von Krebserkrankungen bei Kindern durchzuführen. Das Ziel ist es, die Patientenversorgung kontinuierlich zu verbessern. Hierzu zählt die Entwicklung individueller Therapiestrategien, welche auf das spezifische Risikoprofil der Kinder abgestimmt sind, um Nebenwirkungen zu vermeiden. „Die Promega GmbH stärkt mit dieser Kooperation sowohl ihre Position als Anbieter hochwertiger Produkte in der Zell- und Molekularbiologie als auch als Partner der forschenden Institutionen. Darum finden wir es wichtig, die Arbeit am Universitätsklinikum des Saarlandes zu unterstützen“, erklärt Dr. Hans-Joachim Müller, Geschäftsführer der Promega GmbH.

Maxwell® RSC ermöglicht die Verarbeitung mehrerer Proben gleichzeitig

Das Maxwell® RSC Gerät von Promega ermöglicht eine automatisierte Aufreinigung von Nukleinsäuren und kann mehrere Proben gleichzeitig verarbeiten. „Mit dem Maxwell® RSC haben wir nun die Möglichkeit, ganz standardisiert RNA und DNA aus Tumorzellen zu extrahieren und diese auf Veränderungen zu untersuchen. So lassen sich sehr gute Vergleichswerte erreichen. Wir freuen uns über diese Leihgabe sehr!“, sagt Professor Dr. Remke, Universitätsprofessor für Pädiatrische Onkologie und Hämatologie an der Universität

des Saarlandes und Direktor der Klinik für Kinderonkologie und Hämatologie am Universitätsklinikum des Saarlandes (UKS).

Erfahren Sie mehr über den Maxwell® RSC auf der [Webseite des Unternehmens](#).

Über Promega

Die Promega Corporation ist ein weltweit führender Anbieter von hochwertigen Lösungen und technischer Unterstützung für die Life-Science-Industrie. In seiner 45-jährigen Geschichte hat Promega ein Portfolio mit mehr als 4.000 Katalog- und kundenspezifischen Produkten zur Unterstützung der Zell- und Molekularbiologie aufgebaut. Heute treiben die von Promega entwickelten Biolumineszenz- und andere Technologien Innovationen in Bereichen wie der Lebendzellanalyse, der Arzneimittelforschung, der Molekulardiagnostik und der Identifizierung von Menschen voran und werden von Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern sowie Technikerinnen und Technikern in Laboren der akademischen und staatlichen Forschung, der Forensik, der Pharmazie, der klinischen Diagnostik sowie bei landwirtschaftlichen und ökologischen Tests eingesetzt. Der Hauptsitz von Promega befindet sich in Madison, WI, USA, mit Niederlassungen in 16 Ländern und über 50 weltweiten Vertriebspartnern.

Seit 1997 ist die Promega GmbH als Tochtergesellschaft der Promega Corp. in Deutschland präsent und ist mit mehr als 150 Mitarbeitenden für den Vertrieb und Service der Produkte des Promega-Konzerns in Deutschland, Österreich und Osteuropa zuständig. 2019 zog das Unternehmen von Mannheim nach Walldorf. Seitdem befinden sich Logistikzentrum und Verwaltung unter einem Dach.

Weitere Informationen finden Sie unter www.promega.com und auf [YouTube](#), [LinkedIn](#), [Bluesky](#), [Instagram](#) und dem [Promega Connections Blog](#).

Kontakt:

Dr. Anette Leue

Head of Communications

Promega GmbH

presse@promega.com