



Pressemitteilung

Frei zur Veröffentlichung. Bei Abdruck Belegexemplar erbeten.

Promega übergibt Spende an Walldorfer und Wieslocher Tafel

Walldorf (7. September 2023). Die Promega GmbH lud Vertreter der Tafeln Walldorf und Wiesloch zur symbolischen Spendenübergabe an ihren Firmensitz in Walldorf ein.

"Wir sind begeistert über die hohe Summe, die mit der Tombola während des Unternehmertreffens erzielt wurde und die wir jetzt an die Tafeln Walldorf und Wiesloch übergeben dürfen", freut sich Dr. Anette Leue, Leiterin der Presse- und Öffentlichkeitsarbeit bei Promega.

Das Walldorfer Unternehmen war erstmalig Gastgeber der von den Städten Walldorf und Wiesloch organisierten Veranstaltung. Neben interessanten Gesprächen zwischen Unternehmerinnen und Unternehmern der Städte Walldorf und Wiesloch wurden an diesem Abend drei von Bundestrainer Hansi Flick signierte Fußbälle verlost. Insgesamt kamen dabei 861 Euro zusammen, die von Promega auf 1000 Euro aufgerundet und zu gleichen Teilen an die Tafeln in Walldorf und Wiesloch gespendet wurden.

Über Promega

Die Promega Corporation ist ein weltweit führender Anbieter von hochwertigen Lösungen und technischer Unterstützung für die Life-Science-Industrie. In seiner 44-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 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 [Twitter](#), [LinkedIn](#), [Facebook](#), [Instagram](#) und dem [Promega Connections Blog](#).

Kontakt:

Dr. Anette Leue

Head of Communications

Promega GmbH

anette.leue@promega.com