



Pressemitteilung

Frei zur sofortigen Veröffentlichung. Bei Abdruck Belegexemplar erbeten.

Promega GmbH startet Bewerbungsphase für iGEM-Sponsoring

*Promega sucht 15 iGEM-Teams aus Deutschland, Österreich,
Polen und Osteuropa*

Walldorf, Deutschland (03.03.2022). Von der plastikzersetzenden Alge bis zur pflanzlichen Raumbeleuchtung. Die "international Genetically Engineered Machine competition", kurz iGEM, bringt jedes Jahr neue Projekte aus dem Bereich der synthetischen Biologie hervor. Seit vielen Jahren unterstützt die Promega GmbH iGEM-Teams als Sponsor. Auch in 2022 sucht Promega wieder 15 iGEM-Teams aus Deutschland, Österreich, Polen und Osteuropa, die mit mutigen Ideen das Forschungsfeld der synthetischen Biologie vorantreiben.

Sponsoring in drei Stufen

Die 15 besten Vorschläge werden mit Promega-Produkten im Gesamtwert von 10.000 Euro unterstützt. "Das Sponsoring besteht aus drei Stufen", erklärt Katja Eppel, Marketing Specialist und iGEM-Projektverantwortliche der Promega GmbH. "Aus den 15 spannendsten Projekten werden fünf für ein Gold-Sponsoring im Wert von je 1.000 Euro ausgewählt. Fünf Teams erhalten ein Silber-Sponsoring in Höhe von jeweils 600 Euro und fünf weitere Teams ein Bronze-Sponsoring im Wert von je 400 Euro ausgewählt," so Eppel.

Die Teams haben bis 30. April 2022 die Möglichkeit, sich über die [Promega-Homepage](#) für ein Sponsoring zu bewerben.

Über iGEM

iGEM ist ein internationaler Wettbewerb für Studentinnen und Studenten aus dem Bereich der synthetischen Biologie. Gestartet 2004 in Boston mit insgesamt 5 Teams und 31 Teilnehmern, hat sich der Wettbewerb bis heute zu einem Großereignis mit etwa 350 Teams entwickelt. Beim jährlichen iGEM Grand Jamboree - in diesem Jahr vom 20. bis 23. Oktober

2022 in Paris - präsentieren die Teams im Anschluss ihre Projekte vor einer Jury sowie Journalisten, Wissenschaftlern und Industrievertretern. Mit der Bekanntgabe und Auszeichnung der Gewinner erreicht die Veranstaltung ihr großes Finale.

Über Promega

Promega ist ein führendes Unternehmen, das innovative Lösungen und technische Unterstützung für die Life Science Research Industrie zur Verfügung stellt. Seine über 4.000 Produkte ermöglichen Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern weltweit ihr Wissen in den Bereichen Gen-, Protein- und Zellanalyse, sowie Wirkstoffentdeckung und Humaner Identifikation auszubauen. Gegründet 1978 und mit dem Hauptsitz des Unternehmens in Madison, Wisconsin, USA, ist Promega mit 16 Niederlassungen und über 50 Kooperationen mit Distributoren global präsent. Seit 1997 ist die Promega GmbH als Tochtergesellschaft der Promega Corp. in Deutschland präsent und ist mit mehr als 100 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern für den Vertrieb der Produkte des Promega-Konzerns in Deutschland, Österreich und Osteuropa zuständig. Mehr Informationen finden Sie auf der [Webseite des Unternehmens](#).