



Pressemitteilung

Frei zur Veröffentlichung. Bei Abdruck Belegexemplar erbeten.

Promega erweitert Wissenschafts-Award

Aus "Young Researcher Award" wird "Rising Researchers Scientific Innovation Award"

Walldorf, Deutschland (15. April 2024). Nach einem erfolgreichen Start im vergangenen Jahr zeichnet Promega auch dieses Jahr wieder Nachwuchsforschende für ihre herausragenden wissenschaftlichen Ansätze aus. Mit der Umbenennung in "Rising Researchers Scientific Innovation Award" erweitert Promega das Konzept des Wissenschaftspreises auf eine globale Ebene und fördert damit wissenschaftliche Talente weltweit.

Von Lokal zu Global

Ursprünglich als Pilotprojekt in Deutschland, Frankreich und Brasilien gestartet, würdigt die globale Neuauflage des Awards nun Doktorandinnen und Doktoranden weltweit für ihre besonderen Leistungen in den Lebenswissenschaften. Die Forschenden haben bis zum **30. Juni 2024** Zeit, sich mit einem kurzen Abstract ihrer Forschung für den Wissenschaftspreis zu bewerben. Jede teilnehmende Niederlassung der Promega Corporation nominiert anschließend die fünf besten Forschungsprojekte, die auf der Unternehmenswebseite zur öffentlichen Abstimmung gestellt werden. Die Gewinnerin oder der Gewinner jeder Niederlassung erhält eine Reise zum Hauptsitz in Madison, USA, mit einem Besuch des Forschungs- und Entwicklungszentrums.

Zusätzliche Anreize für Forschende aus Deutschland, Polen und Österreich

„Mit Emmanuel Heilmann und Katarzyna Kosznik-Kwaśnicka, den Preisträgern von 2023, konnten wir bereits zwei herausragende Talente in ihrer wissenschaftlichen Laufbahn

unterstützen. Es erfüllt uns mit Stolz, den Preis nun auf eine globale Bühne zu bringen. Gleichzeitig sind wir bestrebt, als Promega GmbH auch weiterhin aufstrebende Forschende aus Deutschland, Polen und Österreich aktiv zu fördern“, erklärt Katja Eppel, Marketing Managerin und Projektleiterin bei der Promega GmbH. Als deutsche Niederlassung bietet die Promega GmbH weitere Anreize für Bewerberinnen und Bewerber aus Deutschland, Österreich und Polen und vergibt neben dem Hauptpreis zusätzliche Wertgutscheine für Produkte von Promega im Wert von 1.500 Euro und 1.000 Euro an die Zweit- und Drittplatzierten.

Weitere Informationen zum Award und zum Bewerbungsverfahren finden Sie 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 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 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. Seit vielen Jahren engagiert sich die Promega GmbH mit verschiedenen Projekten, wie der Teilnahme am „international Genetically Engineered Machine“-Programm, kurz iGEM, für die Förderung junger wissenschaftlicher Talente.

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