

Göttingen, 27. April 2023

LifeScienceXplained-Preis geht in die dritte Runde

- Der LifeScienceXplained | Sartorius-Preis für neue Kommunikation soll breites Verständnis für Themen der Lebenswissenschaften fördern
- Preisgeld von 10.000 Euro auf 15.000 Euro erhöht; erstmals alle Altersgruppen teilnahmeberechtigt
- Beiträge können bis zum 16. August 2023 eingereicht werden

Wissenschaftserklärerinnen und -erklärer gesucht: Kommunikatorinnen und Kommunikatoren, die komplexe Inhalte aus den Lebenswissenschaften mit kreativen Formaten verständlich vermitteln, können sich ab sofort für den diesjährigen LifeScienceXplained | Sartorius-Preis für neue Kommunikation bewerben. Das Preisgeld der Auszeichnung wird in diesem Jahr von 10.000 Euro auf 15.000 Euro erhöht.

Erstmals steht der Preis, der zum dritten Mal vergeben wird, allen Altersgruppen offen. Zugelassen sind sämtliche Formate, wie Video, Podcast, Text oder Comic, sofern sie deutschsprachig sind. Die Beiträge können bis zum 16. August 2023 online auf www.sartorius.com/lx eingereicht werden. Über den Siegerbeitrag entscheidet eine namhafte Jury aus unabhängigen Expertinnen und Experten.

Mit dem LifeScienceXplained-Preis will Sartorius ein breites Verständnis für die Lebenswissenschaften fördern. Life-Science-Forschung kann dabei helfen, Krebs zu verhindern, Erb- und Autoimmunerkrankungen zu heilen und die Entwicklung und Herstellung innovativer Therapien zu beschleunigen.

Die Preisvergabe findet am 1. November 2023 im Rahmen des Festivals Göttinger Literaturherbst auf dem Firmencampus von Sartorius statt. Am selben Abend vergibt der Norddeutsche Rundfunk (NDR) den ebenfalls mit 15.000 Euro dotierten NDR Sachbuchpreis für das beste in deutscher Sprache verfasste Sachbuch, das sich zukunftsrelevanten Fragen widmet.

In den beiden Vorjahren hatten der österreichische Kabarettist und promovierte Molekularbiologe Martin Moder mit seinem [Beitrag zu mRNA-Impfstoffen](#) und die deutsche Wissenschaftsjournalistin und Promotionsstudentin der Humanbiologie Janina Isabell Otto mit ihrem [Faktencheck zu den Gefahren von Zucker](#) die LifeScienceXplained-Jury überzeugt. Der NDR Sachbuchpreis ging 2022 an die Autorinnen Susanne Götze und Annika Joeres, die in ihrem Buch „Klima außer Kontrolle“ der Frage nachgingen, wie gut Deutschland auf extreme Wetterereignisse vorbereitet ist.

Weitere Informationen unter www.sartorius.com/lx

Sartorius in Kürze

Der Sartorius Konzern ist ein international führender Partner der biopharmazeutischen Forschung und Industrie. Die Sparte Lab Products & Services konzentriert sich mit innovativen Laborinstrumenten und Verbrauchsmaterialien auf Forschungs- und Qualitätssicherungslabore in Pharma- und Biopharmaunternehmen sowie akademischen Forschungseinrichtungen. Die Sparte Bioprocess Solutions unterstützt Kunden mit einem breiten, auf Einweg-Lösungen fokussierten Produktportfolio bei der sicheren, schnellen und wirtschaftlichen Herstellung von Biotech-Medikamenten und Impfstoffen. Mit rund 60 Produktions- und Vertriebsstandorten weltweit hat das Göttinger Unternehmen eine starke globale Präsenz. Sartorius verzeichnet deutliches organisches Wachstum und ergänzt sein Portfolio regelmäßig durch Akquisitionen komplementärer Technologien. Im Geschäftsjahr 2022 erzielte das Unternehmen einen Umsatz von rund 4,2 Milliarden Euro. Ende 2022 waren rund 16.000 Mitarbeiter für Kunden rund um den Globus tätig.

Kontakt

Timo Lindemann

Pressesprecher

Tel.: +49 551.308.4724

Timo.Lindemann@Sartorius.com

Folgen Sie Sartorius auf [Twitter](#) und [LinkedIn](#).