

Göttingen, 10. April 2024

Bewerbungsstart für den LifeScienceXplained-Preis

- Ab sofort sind wieder Bewerbungen für den LifeScienceXplained | Sartorius-Preis für neue Kommunikation möglich
- Mit dem Preis zeichnet Sartorius im vierten Jahr in Folge herausragende Beiträge über die Lebenswissenschaften aus
- Zugelassen sind verständliche, erklärende Formate wie Videos, Podcasts, Texte oder Illustrationen; erstmals werden auch englischsprachige Beiträge bewertet
- Einsendeschluss ist der 4. August 2024, der Preis ist mit 15.000 Euro dotiert

Zum vierten Mal sucht Sartorius Kommunikatorinnen und Kommunikatoren, die sich für den LifeScienceXplained | Sartorius-Preis für neue Kommunikation (LSX) bewerben und dafür Inhalte aus den Lebenswissenschaften mit kreativen Formaten verständlich vermitteln. Mit dem Preis fördert das Unternehmen die öffentliche Wahrnehmung und das Verständnis der Lebenswissenschaften auch außerhalb der Fachwelt.

Teilnehmen können Einzelpersonen oder Teams wie Blogger, Social-Media-Akteure, Autorinnen sowie Kunstschaffende und Journalisten mit diversen Formaten von Videos und Podcasts, über Texte bis hin zu Illustrationen. Einzige Bedingung: Die Veröffentlichung muss zwischen 1. August 2023 und 1. August 2024 erfolgt sein. Erstmals steht der Wettbewerb neben deutschsprachigen auch englischsprachigen Beiträgen offen, Mehrfacheinreichungen sind ebenfalls möglich. Eine unabhängige Jury aus Wissenschafts- und Kommunikationsprofis bewertet die eingereichten Beiträge nach drei Kriterien: Überprüfbarkeit, Verständlichkeit und Kreativität. Der Preis ist mit 15.000 Euro dotiert.

Aus mehr als 70 Bewerbungen wählte die Jury im Jahr 2023 erstmals zwei Siegerteams aus. Cedrik Engel überzeugte als Dr. Watson mit einem Beitrag über Big Data und Künstliche Intelligenz in der Medizin. Johanna Nelkner wurde zusammen mit der Illustratorin Carlotta Klee für das Sachbilderbuch "Bakterien und so, die leben wo?!" ausgezeichnet und sieht nach wie vor einen hohen Kommunikationsbedarf für die Forschung und Wissenschaft und sagt: „Die Fähigkeit, unsere Arbeit auf einfache und verständliche Weise zu kommunizieren, wird für uns Forschende immer wichtiger. Daran, welche bekannten Größen der Life-Science-Wissenschaftskommunikation sich um den Preis bewerben, erkennt man den hohen Stellenwert, den der LSX sich in nur drei Jahren erarbeitet hat. Mein Appell an alle ist: Traut Euch und reicht Eure Wissenschaftskommunikation ein.“

Die Preisvergabe findet am Donnerstag, den 7. November 2024 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 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.

Weitere Informationen unter www.sartorius.de/lx

Sartorius in Kürze

Sartorius (XETRA: SRT3 | SRT) 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, Impfstoffen sowie Zell- und Gentherapeutika. Mit rund 60 Produktions- und Vertriebsstandorten weltweit hat das Göttinger Unternehmen eine starke globale Präsenz. Sartorius ergänzt sein Portfolio regelmäßig durch Akquisitionen komplementärer Technologien. Im Jahr 2023 erzielte das Unternehmen einen Umsatz von rund 3,4 Milliarden Euro. Rund 14.600 Mitarbeitende sind für Kunden rund um den Globus tätig.

Besuchen Sie unseren [Newsroom](#) und folgen Sie Sartorius auf [LinkedIn](#)

Kontakt

Eckart Gutschmidt

Pressesprecher

+49 151 580 78 585

eckart.gutschmidt@sartorius.com