

Ausschreibung

Jetzt bewerben

LifeScienceXplained 2024

Sartorius-Preis für neue Kommunikation

- **LifeScienceXplained | Sartorius-Preis für neue Kommunikation** zeichnet im vierten Jahr 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**

Die Lebenswissenschaften und damit verbundene Technologien haben das Potenzial, das Leben zu verändern und bieten schon heute für Millionen Menschen Hoffnung auf Genesung. Mit Innovationen wie Gen- und Zelltherapien können bisher unheilbare Krankheiten wie Krebs oder Demenz besser behandelt oder sogar geheilt werden. Der LifeScienceXplained | Sartorius-Preis für neue Kommunikation soll den Austausch zwischen Wissenschaft und Gesellschaft zu aktuellen Themen der Lebenswissenschaft voranbringen und das Verständnis fördern.

Kommunikatorinnen und Kommunikatoren, die komplexe Inhalte aus den Life Sciences mit kreativen Formaten verständlich vermitteln, können sich als Einzelpersonen oder in Teams ab sofort für den diesjährigen LifeScienceXplained-Preis bewerben. Erstmals sind in diesem Jahr auch englischsprachige Beiträge zugelassen. Die Auszeichnung wird zum vierten Mal vergeben und ist mit 15.000 Euro dotiert.

Zugelassen sind sämtliche Formate, wie Videos, Podcasts, Texte oder Comics, in deutscher oder englischer Sprache. Die erstmalige Veröffentlichung muss zwischen dem 1. August 2023 und dem 1. August 2024 liegen. Die Einreichung erfolgt auf www.sartorius.de/lxs. Einsendeschluss ist der 4. August 2024.

Eine unabhängige Jury aus Expertinnen und Experten verschiedener Fachgebiete entscheidet über die Vergabe des Preises. Dabei sind drei Kriterien maßgeblich für ihre Entscheidung: Überprüfbarkeit, Verständlichkeit und Kreativität.

Die Gewinnerin oder der Gewinner wird bei der Preisvergabe am 7. November 2024 bekanntgegeben, ebenso die Jurybegründung. Die Entscheidungen der Jury sind auf dem Rechtsweg nicht anfechtbar.



LifeScienceXplained 2024

Sartorius-Preis für neue Kommunikation

Sartorius Corporate Administration GmbH
Corporate Communications
Otto-Brenner-Straße 20
37079 Göttingen

Mihaela Mitrovic
LifeScienceXplained@sartorius.com
www.sartorius.com

SARTORIUS

Ausschreibung

Die Teilnehmenden erteilen Sartorius das nicht-exklusive Recht, ihren Beitrag unentgeltlich für die Dauer von einem Jahr nach der Veröffentlichung der Shortlist im Namen des LifeScienceXplained-Preises zu nutzen und weltweit öffentlich zu machen. Die Beiträge können nach Bedarf gekürzt sowie Auszüge genutzt werden.

Die Einreichungen sind ohne Unterschrift gültig, die Teilnehmenden akzeptieren mit der Einreichung unsere Teilnahmebedingungen und die rechtlichen Hinweise.

Mit der Einreichung ihrer Beiträge akzeptieren die Teilnehmenden die Bedingungen des Wettbewerbs und versichern, dass ihr Beitrag frei von Rechten Dritter ist. Wenn sie von der Jury auf die Shortlist der besten fünf Beiträge gesetzt werden, verpflichten sie sich, in der Kalenderwoche 39 für einen Videodreh zur Verfügung zu stehen sowie an der Preisverleihung am 7. November 2024 in Göttingen teilzunehmen.



LifeScienceXplained 2024

Sartorius-Preis für neue Kommunikation

Sartorius Corporate Administration GmbH
Corporate Communications
Otto-Brenner-Straße 20
37079 Göttingen

Mihaela Mitrovic
LifeScienceXplained@sartorius.com
www.sartorius.com

SARTORIUS