

Jetzt bewerben

# LifeScienceXplained 2026

Sartorius-Preis für neue Kommunikation

## Über LifeScienceXplained

Die Lebenswissenschaften haben das Potenzial, unser Leben zu verändern. Das medizinische Wissen wächst weltweit rasant. Neue Therapieformen bieten Millionen Menschen Hoffnung; mit Innovationen wie Gen- und Zelltherapien können bisher nicht therapierbare Krankheiten heilbar werden.

Der LifeScienceXplained | Sartorius-Preis für neue Kommunikation soll den Austausch zwischen Wissenschaft und Gesellschaft zu aktuellen Themen der Lebenswissenschaften voranbringen und das Verständnis für die komplexen Zusammenhänge fördern. Die Auszeichnung wird zum sechsten Mal vergeben und ist mit 15.000 Euro dotiert.

## Wer kann teilnehmen?

Kommunikatorinnen und Kommunikatoren, die komplexe Inhalte aus den Lebenswissenschaften mit kreativen Formaten einfach und verständlich erklären, können sich als Einzelpersonen oder in Teams bewerben.

Eingereicht werden können Formate aller Art von Videos und Podcasts über Science Slams bis hin zu Texten und Comics - auf Deutsch oder Englisch. Wichtig: Es muss sich um konkrete thematische Beiträge handeln, ganze Social-Media-Kanäle können nicht bewertet werden. Die Erstveröffentlichung muss zwischen dem 1. August 2025 und dem 1. August 2026 liegen. Mehrfach-Einreichungen sind möglich. Einsendeschluss ist der 12. August 2026. Die Einreichung erfolgt auf [www.sartorius.de/lxs](http://www.sartorius.de/lxs).

## Wie wird bewertet?

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.

## Preisvergabe

Die Gewinnerin oder der Gewinner wird bei der Preisvergabe am 5. November 2026 im Rahmen des Göttinger Literaturherbst zusammen mit dem NDR Sachbuchpreis auf dem Firmencampus von Sartorius in Göttingen bekanntgegeben.

Die Entscheidungen der Jury sind auf dem Rechtsweg nicht anfechtbar.



## LifeScienceXplained 2026

Sartorius-Preis für neue Kommunikation

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

Lisa Kottas  
[LifeScienceXplained@sartorius.com](mailto:LifeScienceXplained@sartorius.com)  
[www.sartorius.de/lxs](http://www.sartorius.de/lxs)

# SARTORIUS

## Rechtliche Hinweise

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.

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 gesetzt werden, verpflichten sie sich, ab Ende September für einen Videodreh zur Verfügung zu stehen sowie an der Preisverleihung am 5. November 2026 in Göttingen teilzunehmen. Die Gewinnerin oder der Gewinner verpflichtet sich zudem, im darauffolgenden Jahr Mitglied der Jury zu werden und persönlich oder virtuell an der Jurysitzung teilzunehmen.

## Sartorius in Kürze

Sartorius 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 2025 erzielte das Unternehmen einen Umsatz von rund 3,5 Milliarden Euro. Mehr als 14.000 Mitarbeitende sind für Kunden rund um den Globus tätig.



## LifeScienceXplained 2026

Sartorius-Preis für neue Kommunikation

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

Lisa Kottas  
LifeScienceXplained@sartorius.com  
www.sartorius.de/lx

# SARTORIUS