

Göttingen, 7. November 2024

Wissenschaftsjournalistin Dr. Franca Parianen gewinnt LifeScienceXplained-Preis 2024

- Parianens Science Slam „Motor im Kopf“ beleuchtet soziales Denken und Handeln beim Menschen und erläutert, weshalb kindliches Sozialverhalten im globalen Wirtschaftssystem und beim Klimaschutz vorteilhaft wäre
- Mehr als 70 Einreichungen für den mit 15.000 Euro dotierten Kommunikationspreis
- NDR Sachbuchpreis geht an Kerstin Hoppenhaus mit ihrem Buch „Die Salze der Erde. Was drei chemische Elemente mit Kolonialismus, Klima und Welternährung zu tun haben“

Der mit 15.000 Euro dotierte LifeScienceXplained | Sartorius-Preis für neue Kommunikation geht in diesem Jahr an Dr. Franca Parianen. Die Neurowissenschaftlerin und Journalistin überzeugte die Jury mit ihrem Science Slam „Motor im Kopf“, in dem sie das menschliche Denken nicht nur verständlich erklärt, sondern auch zugleich wissenschaftlich fundiert wie unterhaltsam darstellt. Der Beitrag schlägt eine inhaltliche Brücke zwischen dem angeborenen Sozialverhalten von Kindern, in dem Teilen, Vertrauen und ausgeglichene Verhältnisse einen Mehrwert für alle bieten, und dem Handeln von Erwachsenen, in dem dieses Wissen bei der Bewältigung aktueller Herausforderungen oft nicht angewendet wird – zum Beispiel im globalen Wirtschaftssystem oder dem Klimaschutz. Der LifeScienceXplained-Preis zeichnet seit dem Jahr 2021 kreative Wissenschaftskommunikatorinnen und -kommunikatoren aus und will den Austausch zwischen Wissenschaft und Gesellschaft zu aktuellen Themen der Lebenswissenschaften voranbringen.

Dr.-Ing. Jan Patrick Pietras, Sprecher der Jury zur Preisvergabe: „In seiner vierten Auflage hat sich der LifeScienceXplained-Preis erstmals international geöffnet. Unter den mehr als 70 Einreichungen waren so dieses Jahr auch zahlreiche englisch-sprachige Beiträge. Mit Dr. Franca Parianen und ihrem Science Slam ‚Motor im Kopf‘ haben wir eine überzeugende Preisträgerin gefunden. Ihr Beitrag ist ein Paradebeispiel für gelungene Wissenschaftskommunikation – präzise und wissenschaftlich belegt, dabei nachvollziehbar und immer humorvoll. Mit Leichtigkeit bringt Parianen Licht in das Chaos, das in den Köpfen von uns sozialen Wesen regiert.“

Das Finale des LifeScienceXplained-Preises fand am Donnerstag vor rund 250 geladenen Gästen im Rahmen des Göttinger Literaturherbstes auf dem Sartorius Campus statt. Unter die besten drei Beiträge hatten es auch Clemens Steinek mit seinem YouTube-Video „Scientists Uncover How to Live to 100 Years“ und Felix Richter mit dem Science Slam „Hefe altern lassen, damit wir es nicht müssen“ geschafft.

Mitglieder der fünfköpfigen Jury waren: Prof. Dr. Viola Priesemann vom Max-Planck-Institut für Dynamik und Selbstorganisation, Anja Martini, Leiterin des Wissensressorts der Tagesschau bei der ARD, Inga Bergen, Unternehmerin und Expertin für Innovationen im Gesundheitswesen, Dr.-Ing. Jan Patrick Pietras,

Mitbegründer des Biotech-Startups myofarm sowie Prof. Dr. Metin Tolan, Präsident der Universität Göttingen.

Am Donnerstagabend wurde außerdem eine zweite Auszeichnung auf dem Sartorius Campus verliehen: Der Norddeutsche Rundfunk (NDR) vergab den ebenfalls mit 15.000 Euro dotierten NDR Sachbuchpreis für das beste in deutscher Sprache verfasste Sachbuch, das sich zukunftsrelevanten Fragen widmet. Die Auszeichnung erhält in diesem Jahr Kerstin Hoppenhaus mit ihrem Buch „Die Salze der Erde. Was drei chemische Elemente mit Kolonialismus, Klima und Welternährung zu tun haben“.

Weitere Informationen unter www.sartorius.de/lx

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 2023 erzielte das Unternehmen einen Umsatz von rund 3,4 Milliarden Euro. Rund 14.000 Mitarbeitende sind für Kunden rund um den Globus tätig.

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

Kontakt

Eckart Gutschmidt

Corporate Communications

Tel.: +49 151 580 78 585

Eckart.Gutschmidt@Sartorius.com