

Göttingen, 1. November 2023

Kindersachbuch und YouTube-Video gewinnen LifeScienceXplained-Preis 2023

- Jury doppelt überzeugt: Zwei Teams gewinnen den LifeScienceXplained | Sartorius-Preis für neue Kommunikation und teilen das Preisgeld von 15.000 Euro
- Beiträge über menschliche Mikrofabriken und Big Data in der klinischen Versorgung erfolgreich
- NDR Sachbuchpreis geht an Teresa Bücker für ihr Buch „ALLE_ZEIT. Eine Frage von Macht und Freiheit“

Novum im dritten Jahr des LifeScienceXplained | Sartorius-Preis für neue Kommunikation: Aus den mehr als 70 Einreichungen und drei Finalbeiträgen wählte die Jury gleich zwei Gewinner: Johanna Nelkner und Carlotta Klee mit dem Kindersachbuch „Bakterien und so, die leben wo?!“ und das Team von Cedric Engels alias Doktor Watson mit seinem YouTube-Beitrag über den Einsatz von Künstlicher Intelligenz und Big Data in der personalisierten Medizin.

Prof. Dr. Viola Priesemann, Physikerin am Max-Planck-Institut, der Universität Göttingen und Sprecherin der Jury erklärt die Entscheidung so: „Beide Beiträge haben uns als Jury auf unterschiedliche Art überzeugt. Das Kindersachbuch zeigt, wie relevant Bakterien sind. Das Thema wird so fesselnd und kreativ umgesetzt, dass nicht nur wir, sondern auch unsere ganz jungen Leser ganz begeistert waren. Das YouTube-Video von Doktor Watson auf der anderen Seite zeigt die Potenziale von Big Data und Künstlicher Intelligenz in der Medizin, und zwar auf eine gleichsam unterhaltsame und informative Weise. Dass die Entscheidung in diesem Jahr für zwei Preisträgerinnen und Preisträger gefallen ist, mag ungewöhnlich sein, spiegelt aber die Breite und die besonders hohe Qualität dieser Beiträge wider.“

Die beiden siegreichen Teams erhielten am Mittwochabend im Rahmen des Festivals Göttinger Literaturherbst auf dem Sartorius Campus in Göttingen vor rund 230 geladenen Gästen aus Wissenschaft, Kultur, Wirtschaft und Politik den LifeScienceXplained-Preis und teilen sich das Preisgeld von insgesamt 15.000 Euro.

Das sind die Gewinner des LifeScienceXplained-Preises 2023:

Bakterien und so, die leben wo?!

Das Sachbilderbuch "Bakterien und so, die leben wo?!" richtet sich an 3- bis 6-jährige Kinder. Sie lernen dabei, dass Bakterien überall leben: In Schnee und Eis, an heißen Vulkanen, im tiefsten Ozean und den höchsten Wolken. Und auch in unseren Körpern. Hinter dem Buch stehen zwei spannende Persönlichkeiten: Johanna Nelkner, alias Jane Jott, ist Doktorandin in der AG Genomforschung industrieller Mikroorganismen unter der Supervision von Prof. Dr. Alfred Pühler und hat zu dem Buch den

wissenschaftlichen Kontext in für Kinder verständliche Sprache übersetzt. Carlotta Klee hat als Illustratorin die Kreativität und die Bilder ergänzt. Beide haben für die Finanzierung des Projekts ein erfolgreiches Crowdfunding ins Leben gerufen.

Personalisierte Medizin – wie Big Data und KI die Medizin revolutionieren könnte

Big Data und Künstliche Intelligenz sollen das Wissen von Ärztinnen und Ärzten im Klinikalltag zugänglich machen. Cedric Engels behandelt als [Doktor Watson](#) die Frage: Warum sind die sogenannten computerbasierte Entscheidungssysteme bis heute noch nicht richtig in der Praxis angekommen und wie müssen sie sich weiterentwickeln? Zusammen mit seinem Team erstellt er für den gleichnamigen YouTube-Kanal rund 20-minütige Wissensbeiträge. Dabei legen sie wissenschaftliche Maßstäbe an und gleichzeitig Wert darauf, dass auch komplexe Inhalte leicht verständlich bleiben.

Ins Finale des LifeScienceXplained-Preises hatte es außerdem das Podcast-Radio detektor.fm und Spektrum der Wissenschaft mit Beiträgen über DNA-Origami und Xenotransplantationen geschafft.

Die fünfköpfige unabhängige Jury bestand neben den Juryvorsitzenden Prof. Dr. Viola Priesemann vom Max-Planck-Institut und Leiterin des Ressorts Wissen bei der Tagesschau Anja Martini aus Inga Bergen, Unternehmerin und Experte für Innovationen im Gesundheitswesen, Dr.-Ing. Jan Patrick Pietras, Ingenieur in der Experimentellen Forschung der Klinik für Herz-, Thorax-, und Gefäßchirurgie der Universitätsmedizin Göttingen und Mitbegründer von myofarm sowie Prof. Dr. Metin Tolan, Präsident der Universität Göttingen.

Der LifeScienceXplained-Preis will den Austausch zwischen Wissenschaft und Gesellschaft zu aktuellen Themen der Lebenswissenschaften voranbringen und das Verständnis dafür fördern. Er richtet sich an junge Wissenschaftserklärerinnen und -erklärer, die mit ihrer Kommunikation die Welt der Lebenswissenschaften einem breiten Publikum auf besonders verständliche und kreative Weise näherbringen und erklären.

Am Mittwochabend wurde außerdem eine zweite Auszeichnung auf dem Sartorius Campus verliehen: Der Norddeutsche Rundfunk (NDR) vergab den mit 15.000 Euro dotierten NDR Sachbuchpreis für das beste in deutscher Sprache verfasste Sachbuch, das sich zukunftsrelevanten Fragen widmet. Die Auszeichnung ging in diesem Jahr an die Autorin Teresa Bücker für das Buch „ALLE_ZEIT. Eine Frage von Macht und Freiheit“. In dem Buch beschreibt die Autorin freie und gestaltbare Zeit als wenig beachtete Ressource der Gesellschaft.

Weitere Informationen unter www.sartorius.com/lifesciencexplained

Über Sartorius

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 Biopharmazeutika, Impfstoffen sowie Zell- und Gentherapeutika. 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 Jahr 2022 erzielte das Unternehmen einen Umsatz von rund 4,2 Milliarden Euro. Aktuell sind rund 15.000 Mitarbeitende für Kunden rund um den Globus tätig.

Kontakt

Eckart Gutschmidt

Corporate Communications

Tel.: +49 151 580 78 585

Eckart.Gutschmidt@Sartorius.com

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