

Göttingen, 3. November 2022

LifeScienceXplained-Preis geht an Humanbiologin Janina Isabell Otto für Video über Zuckerkonsum

- Auszeichnung ist mit 10.000 Euro dotiert
- Zudem NDR Sachbuchpreis an Susanne Götze und Annika Joeres vergeben

Zucker ist Zucker – oder etwa nicht? Mit der Beantwortung dieser Frage in ihrem Video-Beitrag [„ZUCKER – Die nächste Pandemie?“](#) hat die Wissenschaftsjournalistin Janina Isabell Otto den diesjährigen LifeScienceXplained | Sartorius-Preis für neue Kommunikation gewonnen. Die Humanbiologin beschäftigt sich auf ihrem YouTube-Kanal „Janina explains it all“ mit dem menschlichen Körper und aktuellen medizinischen Themen. In ihrem Gewinner-Video erklärt Otto, wie Zuckerkonsum und Typ 2 Diabetes zusammenhängen, testet die Auswirkungen verschiedener Zuckerarten im Körper und klärt über die Unterschiede zwischen Glukose und Fruktose auf.

Janina Isabell Otto sorgte für Erleuchtung im Dickicht der Ernährungsmythen und lieferte einen mehr als gesunden Beitrag zum ernährungswissenschaftlichen Verständnis, urteilte die Jury. „Das finden wir – mit Verlaub – so zucker, dass wir ihre Leistung mit dem ersten Platz bei LifeScienceXplained versüßen“, hieß es in der Begründung. Die mit 10.000 Euro dotierte Auszeichnung wurde am Donnerstag im Rahmen des Festivals Göttinger Literaturherbst auf dem Sartorius Campus in Göttingen vergeben.

Ins Finale des LifeScienceXplained-Preises hatten es auch das Team Breaking Lab mit einem Video zum Thema [Brain-Computer-Interfaces](#) sowie Ariane Pessentheiner und Wolfgang Schütz mit ihrem Wissenschaftscomic [„Marko, der Makrophage“](#) geschafft.

Zudem wurde am Donnerstagabend 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 Autorinnen Susanne Götze und Annika Joeres, die in ihrem Buch „Klima außer Kontrolle“ der Frage nachgehen, wie gut Deutschland auf extreme Wetterereignisse vorbereitet ist.

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 bis 35 Jahre, die mit ihrer Kommunikation die Welt der Lebenswissenschaften einem breiten Publikum auf besonders verständliche und kreative Weise näherbringen und erklären – von alltäglichen Dingen wie Zucker bis zu komplexen Fragestellungen zu neuartiger Medizin.

Die Jury des diesjährigen LifeScienceXplained-Preises bestand aus der Vorsitzenden Inga Bergen, Unternehmerin und Expertin für Innovationen im Gesundheitswesen, der Tagesschau-Wissenschaftsredakteurin Anja Martini, Jan Patrick Pietras, Ingenieur in der Experimentellen Forschung der Klinik für Herz-, Thorax-, und Gefäßchirurgie der Universitätsmedizin Göttingen, sowie Viola Priesemann, Physikerin am Max-Planck-Institut für Dynamik und Selbstorganisation, und dem Präsidenten der Universität Göttingen, Metin Tolan.

Weitere Informationen unter <http://www.sartorius.com/lifesciencexplained>

Sartorius in Kürze

Der Sartorius Konzern 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 und akademischen Forschungseinrichtungen. Die Sparte Bioprocess Solutions trägt mit einem breiten Produktportfolio mit Fokus auf Einweg-Lösungen dazu bei, dass Biotech-Medikamente und Impfstoffe sicher und effizient hergestellt werden. Der Konzern wächst durchschnittlich zweistellig pro Jahr und ergänzt sein Portfolio regelmäßig durch Akquisitionen komplementärer Technologien. Im Geschäftsjahr 2021 erzielte das Unternehmen einen Umsatz von rund 3,45 Milliarden Euro. Ende 2021 waren fast 14.000 Mitarbeiter an den rund 60 Produktions- und Vertriebsstandorten des Konzerns für Kunden rund um den Globus tätig.

Folgen Sie Sartorius auf Twitter **@Sartorius_Group** und auf LinkedIn.

Kontakt

Timo Lindemann

Pressesprecher

Tel.: +49 551.308.4724

Timo.Lindemann@Sartorius.com