

Göttingen, 12. Juli 2023

## Gemeinsam für mehr Chancengleichheit Sartorius neuer Partner der Initiative Klischeefrei

Als erstes Unternehmen seiner Branche kooperiert der Life-Science-Konzern Sartorius mit der Initiative Klischeefrei. Damit setzt das Unternehmen ein Zeichen für Chancengleichheit in Ausbildung und Beruf. Sartorius ist jetzt als 555. Mitglied dem bundesweiten Netzwerk beigetreten.

Unter der Schirmherrschaft von Elke Büdenbender und mit Unterstützung der Bundesregierung setzt sich die Initiative Klischeefrei für eine geschlechtergerechte Berufs- und Studienwahl ein. Mittlerweile wird sie bundesweit von mehr als 550 Unternehmen, Vereinen, Verbänden, öffentlichen Stellen sowie Bundesministerien und Nichtregierungs-Organisationen unterstützt.

„Vielfältige Ideen sind für Sartorius der Antrieb für Innovation. Deshalb ermutigen wir junge Menschen, ihren Talenten zu folgen und ihren Berufsweg unabhängig von Rollenbildern zu verfolgen“, sagt Beatrix Henseler, Leiterin Personal. „Dies fängt schon in der frühen Berufsorientierung an. So nimmt Sartorius beispielsweise seit vielen Jahren am Girls’ and Boys’ Day teil.“ Mit gezielter Förderung in der Ausbildung sowie Weiterbildungen und Mentoring-Programmen im Beruf unterstützt das Unternehmen seine Mitarbeitenden dabei, ihre individuellen Begabungen weiterzuentwickeln.

Mit Erfolg: Im aktuellen Ausbildungsjahr liegt der Anteil der weiblichen Auszubildenden in den Bereichen Mathematik, Informatik, Naturwissenschaft, Technik (MINT) bei 40 Prozent. Auch im gesamten Unternehmen waren im Jahr 2022 rund 40 Prozent der Mitarbeitenden weiblich. Der Anteil der weiblichen Führungskräfte ist bei Sartorius hoch: 47 Prozent der Führungskräfte direkt unterhalb des Vorstandes sind Frauen, im Senior Management sind es 35 Prozent. Weil erfolgreiche Frauen in technischen und naturwissenschaftlichen Berufen auch wichtige Vorbilder sind, nutzt Sartorius unter anderem seinen [Unternehmensblog](#), um Frauen und ihre Karrierewege vorzustellen. Diese sollen jungen Menschen aufzeigen, wie sie ihre Berufswünsche frei von Klischees realisieren können – eines der Ziele der Initiative Klischeefrei.

Miguel Diaz, Leiter der Servicestelle der Initiative Klischeefrei: „Wir freuen uns auf die Zusammenarbeit und über das bereits vielfältige Engagement von Sartorius. Mit guten Vorbildern und einer gendersensiblen Ansprache junger Menschen werden wir das Thema Klischeefreiheit gemeinsam weiter voranbringen.“

## **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 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 und Impfstoffen. 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 Geschäftsjahr 2022 erzielte das Unternehmen einen Umsatz von rund 4,2 Milliarden Euro. Ende 2022 waren rund 16.000 Mitarbeitende für Kunden rund um den Globus tätig.

Weiterführende Informationen

[www.sartorius.com](http://www.sartorius.com)

<https://www.sartorius.com/en/company/sustainability/people-diversity>

[www.klischee-frei.de](http://www.klischee-frei.de)

## **Kontakt**

Eckart Gutschmidt

Corporate Communications

+49 151 580 78 585

[eckart.gutschmidt@sartorius.com](mailto:eckart.gutschmidt@sartorius.com)

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