

Göttingen, 17. August 2022

Ausbildung bei Sartorius weiterhin beliebt

- Bewerber- und Ausbildungszahlen bei Sartorius auf hohem Niveau
- Für 2023 Ausbau der Ausbildungsplätze auf rund 100 geplant

Sartorius erfreut sich bei Berufsanfängern anhaltender Beliebtheit. Für das neue Ausbildungsjahr gingen bei dem Life-Science-Konzern mehr als 2.200 Bewerbungen ein, was einem leichten Anstieg gegenüber dem Vorjahr entspricht. Insgesamt starteten im August dieses Jahres 82 neue Auszubildende und dual Studierende ihre Berufslaufbahn bei Sartorius, womit nahezu alle ausgeschriebenen Stellen besetzt werden konnten. Somit bildet Sartorius an seinen Standorten in Göttingen und Guxhagen aktuell mehr als 230 junge Menschen aus. Im kommenden Jahr soll die Zahl der Neuzugänge rund 100 erreichen.

„Wir freuen uns über das starke Interesse junger Menschen an einer Ausbildung bei Sartorius. Die hohe Zahl der Bewerbungen kommt nicht von ungefähr. So wurde die Qualität unserer Ausbildung jüngst erneut ausgezeichnet, und in einer zuletzt durchgeführten Umfrage gaben nahezu alle teilnehmenden Auszubildenden an, gerne für Sartorius zu arbeiten“, sagt Brigitte Wilhelm-Nienaber, Leiterin der Ausbildungsabteilung bei Sartorius. „Wir wollen die jungen Menschen für den Einsatz neuer Technologien begeistern und zum lebenslangen Lernen motivieren.“

Die 70 neuen Azubis und 12 dual Studierenden absolvieren zu Beginn eine Orientierungswoche, in der sie mit Sartorius vertraut gemacht werden. Das Programm, welches auch virtuelle Trainingseinheiten enthält, umfasst unter anderem das Kennenlernen des Ausbildungs-Teams, des Produktportfolios und der Unternehmensstrukturen von Sartorius. Im Anschluss an die Orientierungsphase folgen die berufsspezifischen Trainings, die auf die Arbeit im Labor, in der Werkstatt oder am Laptop vorbereiten.

Auch nach der Anfangszeit bleibt die Ausbildung bei Sartorius spannend. Wichtig ist dabei der Erwerb neuer Kompetenzen für die digitale Arbeitswelt, so dass hybride Lernformate und Zukunftstechnologien wie Augmented Reality, Robotics sowie 3D-Druck in die Ausbildung integriert werden. Auch aufgrund dieses vorausschauenden Ansatzes hat Sartorius jüngst die „Niedersächsische Auszeichnung für besonders verlässliche Ausbildung 2022“ in der Kategorie „Industrie und Handel“ vom Kultusministerium in Niedersachsen erhalten.

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.

Kontakt

Timo Lindemann

Corporate Communications

+49 (0)551.308.4724

timo.lindemann@sartorius.com

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