

Göttingen, 31. Juli 2021

## 66 Auszubildende starten bei Sartorius ins Berufsleben

66 junge Menschen beginnen am Montag ihre Ausbildung beim Life-Science-Unternehmen Sartorius. Der Großteil der Berufsstarter wird in der Göttinger Unternehmenszentrale arbeiten, elf Azubis kommen bei Sartorius Stedim Systems im nordhessischen Guxhagen bei Kassel zum Einsatz. Acht Auszubildende absolvieren ein duales Studium. Insgesamt haben sich in diesem Jahr knapp 2200 junge Menschen um einen Ausbildungsplatz bei Sartorius beworben.

### Individuelle Betreuung von Paten und persönlichen Coaches

Die neuen Auszubildenden erwartet in der ersten Augustwoche zunächst eine fünftägige Orientierungsphase, in der sie sich mit dem Unternehmen und ihrer Arbeitsumgebung vertraut machen können. Mit Themen-Workshops, die teilweise virtuell durchgeführt werden, soll der Einstieg in die Arbeitswelt erleichtert werden. Darin geht es unter anderem um Verhaltensregeln in der Ausbildung, Unternehmensstrukturen, E-Mail-Etikette, IT-Trainings oder interkulturelle Zusammenarbeit. In der Einführungswoche lernen die Azubis neben ihren fachlichen Ausbildern auch ihre Paten kennen. Dabei handelt es sich um Sartorius-Mitarbeiter, die den Neuen mit ihren Erfahrungen zur Seite stehen. Erstmals bekommen die Azubis noch einen persönlichen Coach: Auszubildende aus höheren Jahrgangsstufen begleiten die Berufseinsteiger mit Tipps.

### Spezielle Trainingsprogramme und Kreativ-Lab für eigene Projekte

Die Auszubildenden bekommen neben dem fachlichen Knowhow auch sogenannte „Soft Skills“ vermittelt. Hierzu gehören beispielsweise interdisziplinäres Denken, interkulturelles Arbeiten, Medienkompetenz und Networking-Fähigkeiten. „In der modernen Arbeitswelt sind auch soziale Kompetenzen sehr wichtig. Wir möchten unsere Neuen bestmöglich in ihrem Einstieg und ihrer Lernentwicklung begleiten“, sagt Ausbildungsleiterin Brigitte Wilhelm-Nienaber.

Außerdem gibt es spezielle Trainingsprogramme zur Vertiefung der berufsspezifischen Kenntnisse, beispielsweise für die IT- oder die Laborberufe. In einem Kreativ-Lab können die Auszubildenden neue Technologien ausprobieren und beispielsweise eigene Projekte in den Bereichen 3-D-Druck, Augmented Reality oder Robotics umsetzen.

### Sartorius erhält erneut IHK-Qualitätssiegel „Top Ausbildung“

Für die Qualität der Ausbildung junger Mitarbeiter hat Sartorius kürzlich zum zweiten Mal das Qualitätssiegel „Top Ausbildung“ der Industrie- und Handelskammer (IHK) Hannover erhalten. Die Auszeichnung wird jeweils für drei Jahre vergeben. Sartorius hatte das Qualitätssiegel erstmals 2018

erhalten. „Wir freuen uns über die erfolgreiche Re-Zertifizierung“, sagt Ausbildungsleiterin Brigitte Wilhelm-Nienaber. „Sartorius gehört damit zu den Top-Ausbildern in Niedersachsen.“

Insgesamt bildet Sartorius derzeit 208 Auszubildende in 19 Berufen aus (174 in Göttingen, 34 in Guxhagen). Das Spektrum der Ausbildungsgänge umfasst kaufmännische, gewerblich-technische, naturwissenschaftliche und informationstechnische Berufe, außerdem bietet Sartorius sechs Duale Studiengänge an. Im kommenden Jahr will Sartorius die Zahl der Ausbildungsplätze noch einmal deutlich erhöhen. Dann soll erstmals auch der Ausbildungsgang Biologie-Laborant/in angeboten werden.

### **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 2020 erzielte das Unternehmen einen Umsatz von rund 2,34 Milliarden Euro. Ende 2020 waren fast 11.000 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](mailto:timo.lindemann@sartorius.com)

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