

Göttingen, 3. August 2020

## Sartorius erhöht die Zahl der Ausbildungsplätze um über 35%

- Zahl der Auszubildenden bei Sartorius gegen den allgemeinen Trend auf Rekordhoch gestiegen
- 79 neue Berufsstarter an den Standorten in Göttingen und Guxhagen

Während andere Unternehmen aufgrund der Corona-Pandemie weniger ausbilden, haben bei Sartorius am Montag (3. August) so viele junge Menschen wie nie zuvor ihre Ausbildung begonnen. Insgesamt 79 Nachwuchskräfte, 21 mehr als im Vorjahr, starten beim international führenden Partner der biopharmazeutischen Forschung und Industrie in das Berufsleben. Der Großteil der 20 Frauen und 59 Männer arbeitet in der Göttinger Unternehmenszentrale, zwölf Azubis kommen im nordhessischen Guxhagen bei Kassel zum Einsatz.

Zu den Auszubildenden gehört auch Wasila Yassin aus Syrien. Im Rahmen einer 2015 gestarteten Initiative, mit der sich Sartorius für die Integration von Geflüchteten in die Arbeitswelt engagiert, absolvierte sie zunächst ein Jahrespraktikum im Unternehmen. „Das Praktikum und die fachspezifische Vorbereitung haben mir sehr geholfen, um bei Sartorius Fuß zu fassen. Nun freue ich mich darauf, in der Ausbildung Neues zu lernen und meine Fähigkeiten zu verbessern“, sagt die angehende Maschinen- und Anlagenführerin.

„Durch die Attraktivität von Sartorius als Arbeitgeber und unser verstärktes Werben um qualifizierten Nachwuchs haben wir im Vergleich zu 2019 rund 30 Prozent mehr Bewerbungen erhalten. Wir haben die Auswahlverfahren aufgrund der Corona-Pandemie nur digital durchgeführt. Das war für alle Beteiligten natürlich eine Herausforderung, aber es hat sehr gut funktioniert“, sagt Ausbildungsleiterin Brigitte Wilhelm-Nienaber.

Die Auszubildenden erwartet in der ersten Augustwoche zunächst eine fünftägige Orientierungsphase. Anders als sonst begrüßt Sartorius die „Neuen“ in fünf berufsspezifischen Kleingruppen. Statt in Gruppenarbeit wird das Know-how zum Ausbildungsstart durch virtuelle Einheiten mit interaktiven Elementen vermittelt.

Insgesamt bildet Sartorius derzeit rund 200 junge Menschen über eine Ausbildung oder ein Duales Studium in kaufmännischen, gewerblich-technischen, naturwissenschaftlichen und informationstechnischen Berufen aus. Da Sartorius Ausbildungsplätze nach dem Bedarf des Unternehmens schafft, haben alle Azubis nach einem erfolgreichen Abschluss der Ausbildung eine sehr gute Chance auf eine unbefristete Übernahme.

## **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 von komplementären Technologien. Im Geschäftsjahr 2019 erzielte das Unternehmen nach vorläufigen Zahlen einen Umsatz von rund 1,83 Milliarden Euro. Ende 2019 waren mehr als 9.000 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)  
sartorius.com

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