

Sartorius freut sich über Azubi-Rekord

Göttingen, 1. August 2019 – 1.600 junge Menschen haben sich bei Sartorius beworben, 58 von ihnen treten nun ihren Ausbildungsplatz an – ein neuer Rekord für den internationalen Konzern, der auf Technologien für die biopharmazeutische Forschung und Industrie spezialisiert ist.

Der Großteil der Berufsstarter, davon 21 Frauen und 37 Männer, werden in der Göttinger Unternehmenszentrale arbeiten, fünf Azubis kommen bei Sartorius Stedim Systems im nordhessischen Guxhagen bei Kassel zum Einsatz.

„Wir legen großen Wert darauf, den Auszubildenden durch entsprechende Lernformate über das fachliche Knowhow hinaus auch soziale Kompetenzen zu vermitteln, die wir in der modernen Arbeitswelt für unabdingbar halten: interdisziplinäres Denken, interkulturelles Arbeiten, Medienkompetenz und Networking-Fähigkeiten“, sagt Ausbildungsleiterin Brigitte Wilhelm-Nienaber. „Wir freuen uns, dass die IHK Hannover die Qualität unserer Ausbildung mit dem Siegel „Top-Ausbilder“ bestätigt hat.“

Unter den Nachwuchskräften befinden sich in diesem Jahr auch wieder Auszubildende mit Flüchtlingshintergrund. Im Rahmen einer 2015 gestarteten Initiative, mit der sich Sartorius für die Integration von Geflüchteten in die Arbeitswelt engagiert, absolvierten die drei jungen Leute bereits ein Praktikum im Unternehmen, nun haben sie sich für eine Ausbildung qualifiziert. Eine spezielle Unterstützung erhalten sie in Form berufsbegleitender Maßnahmen wie Deutschunterricht und einer ergänzenden Prüfungsvorbereitung.

Sartorius bildet in kaufmännischen, gewerblich-technischen, naturwissenschaftlichen und informationstechnischen Berufen aus und bietet zudem Duale Studiengänge an. Zum ersten Mal sind in diesem Jahr auch Kaufleute für E-Commerce dabei. In diesem Ausbildungsgang wird die „klassische Kaufmannsrolle“ auf die neuen Medien übertragen, um Geschäftsmodelle aus dem Marketing und Vertrieb zu digitalisieren.

Die Auszubildenden erwartet zunächst eine fünftägige Orientierungsphase. Auf dem Programm stehen Themen-Workshops zu den Unternehmenswerten und der Organisation, aber auch Werksführungen, IT-Schulungen sowie Veranstaltungen zum Thema „Lebenslanges Lernen“. Neben ihren fachlichen Ausbildern treffen die Berufsstarter in diesem Rahmen auch ihre Paten – engagierte Sartorius-Mitarbeiter, die dabei helfen, den Einstieg ins Unternehmen zu erleichtern.

Zusammen mit den neuen Auszubildenden bildet Sartorius 153 junge Menschen aus. Für das Ausbildungsjahr 2020 ist eine weitere deutliche Erhöhung der neuen Ausbildungsplätze geplant.

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

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 2018 erzielte das Unternehmen einen Umsatz von rund 1,57 Milliarden Euro. Aktuell sind mehr als 8.700 Mitarbeiter an den rund 60 Produktions- und Vertriebsstandorten des Konzerns für Kunden rund um den Globus tätig.

Kontakt

Petra Kirchhoff | Leiterin Konzernkommunikation und Investor Relations
+49 (0)551.308.1686 | petra.kirchhoff@sartorius.com | www.sartorius.com