

Göttingen, 31. Juli 2023

Sartorius begrüßt 87 junge Menschen zum Karrierestart

- Rund 600 mehr Bewerbungen als 2022
- Besonders beliebt: Fast 800 Bewerbungen für Ausbildungsplätze in der Informatik und Software-Entwicklung
- Bewerbungen für Ausbildungsstellen für 2024 ab sofort online möglich

Sartorius bleibt ein beliebtes Unternehmen für die Ausbildung. 87 junge Menschen, und damit mehr als jemals zuvor, starten am 1. August an den Standorten in Göttingen und Guxhagen ihre berufliche Laufbahn. Insgesamt sind somit über 250 Auszubildende und dual Studierende in naturwissenschaftlichen, gewerblich-technischen und kaufmännischen Berufen sowie in der IT bei Sartorius beschäftigt.

Rund 2.800 Bewerbungen gingen in diesem Jahr bei dem Life-Science-Konzern ein - etwa 600 mehr als noch im Jahr 2022. Bis auf vier Stellen konnten alle Ausbildungsplätze besetzt werden. Außerordentlich beliebt war deutschlandweit und besonders in Göttingen die Ausbildung im Bereich der Informatik und Softwareentwicklung: Rund 800 junge Menschen bewarben sich auf diese Stellen. In Guxhagen wollten 145 junge Talente die Ausbildung im Bereich Elektronik für Automatisierungstechnik beginnen.

„In diesem Jahr konnten wir so viele motivierte und talentierte junge Menschen für den Berufsstart bei Sartorius gewinnen wie nie zuvor. Die deutlich gestiegene Zahl an Bewerbungen unterstreicht unsere hohe Attraktivität als Arbeitgeber“, sagt Martina Pinno-Ciupka, Ausbildungsleiterin bei Sartorius. „Ein internationales Umfeld, eine sinnstiftende Tätigkeit, gute Bezahlung und insbesondere vielfältige Entwicklungs- und Wachstumschancen sind wichtige Kriterien für die Nachwuchskräfte. In den vergangenen Jahren konnten wir eine Übernahmequote von nahezu 100 Prozent erreichen.“

Auch vor Ort schafft Sartorius bestmögliche Bedingungen zum Lernen, Ausprobieren und kreativ sein: In Göttingen gibt es neben dem Kreativlabor mit 3D-Printer und Virtual-Reality-Equipment sowie den Ausbildungswerkstätten jetzt ein eigenes Labor für die naturwissenschaftlichen Ausbildungsberufe. Am Standort in Guxhagen wurde erst im Juli die neue Azubi-Werkstatt eingeweiht.

Rund 90 neue Ausbildungsstellen für 2024 geplant

Schon jetzt können sich Interessierte für eine Ausbildung oder ein duales Studium für das Ausbildungsjahr 2024 bewerben. Insgesamt plant Sartorius, erneut rund 90 neue Ausbildungsstellen zu schaffen. Das Angebot umfasst 17 Berufe aus dem naturwissenschaftlichen, dem gewerblich-technischen und dem kaufmännischen Bereich sowie in der IT. Erstmals ab 2024 wird der duale Studiengang zum Bachelor of

Engineering Wirtschaftsingenieurwesen angeboten. Bewerbungen für alle Ausbildungen sind ab sofort online unter www.sartorius.com/ausbildung möglich.

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

<http://www.sartorius.com/>

Kontakt

Leona Malorny

Corporate Communications

+49 551 30 840 67

leona.malorny@sartorius.com

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