

Göttingen, 1. August 2025

Sartorius begrüßt 72 neue Talente zum Karrierestart in Ausbildung und Studium

Für 72 junge Menschen beginnt am 1. August ein neuer Abschnitt beim Life-Science-Konzern Sartorius: Sie starten eine Ausbildung, ein duales Studium oder ein Jahrespraktikum im Rahmen der Fachoberschule (FOS) – und machen damit den ersten Schritt in ihr Berufsleben.

Der Großteil der insgesamt 50 Auszubildenden, 14 dual Studierenden und acht FOS-Praktikantinnen und -Praktikanten wird am Hauptsitz in Göttingen tätig sein: 53 junge Menschen beginnen dort ihre Ausbildung oder ihr Studium. Am Standort Guxhagen in Nordhessen kommen 17 neue Talente hinzu und in Freiburg und Jena begrüßt Sartorius jeweils eine neue Auszubildende.

Besonders gefragt waren in diesem Jahr die naturwissenschaftlichen Ausbildungsberufe – jede dritte Bewerbung entfiel auf Stellen wie Physiklaborantin, Chemikant oder Biologielaborantin. Bemerkenswert: Acht von zehn neuen Auszubildenden in den Naturwissenschaften sind weiblich – erstmals starten somit mehr Frauen als Männer diesen Berufsweg bei Sartorius.

Insgesamt beschäftigt Sartorius aktuell rund 260 Auszubildende und dual Studierende in 19 Berufen und sieben Studiengängen an sechs Standorten in Deutschland. Das Ausbildungsspektrum reicht von gewerblich-technischen über naturwissenschaftliche und kaufmännische bis hin zu IT-Schwerpunkten.

Die Planungen für das nächste Ausbildungsjahr laufen bereits: Ab Mitte August können sich Interessierte unter www.sartorius.de/ausbildung für den Ausbildungsstart in 2026 bewerben.

Sartorius in Kürze

Sartorius 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 sichereren, schnelleren und nachhaltigeren Herstellung von Biotech-Medikamenten, Impfstoffen sowie Zell- und Gentherapeutika. Mit rund 60 Produktions- und Vertriebsstandorten weltweit hat das Göttinger Unternehmen eine starke globale Präsenz. Sartorius ergänzt sein Portfolio regelmäßig durch Akquisitionen komplementärer Technologien. Im Jahr 2024 erzielte das Unternehmen einen Umsatz von rund 3,4 Milliarden Euro. Mehr als 13.500 Mitarbeitende sind für Kunden rund um den Globus tätig.

Besuchen Sie unseren [Newsroom](#) oder folgen Sie Sartorius auf [LinkedIn](#).

Kontakt

Leona Malorny

Head of External Communications

+49 551 308 4067

leona.malorny@sartorius.com