

# SARTORIUS

## Arbeiten bei Sartorius

Überblick für Bewerberinnen und Bewerber



# Das ist Sartorius

Viele Erkrankungen wie Krebs, Demenz oder einige Entzündungskrankheiten sind noch immer unheilbar. Hunderte Millionen Menschen haben keinen Zugang zu bezahlbaren und sicheren Medikamenten. Unsere Biopharma-Kunden arbeiten hart daran, neue Arznei zu entwickeln, um das Leben vieler Menschen zu verbessern.

Sartorius ist ein international führender Partner der biopharmazeutischen Industrie und Forschung. Unser Ziel ist es, medizinischen Fortschritt zu vereinfachen. Hierfür stellen wir unseren Kunden weltweit innovative Technologien zu Verfügung, die sie dabei unterstützen, die Entwicklung und Herstellung

neuer Therapeutika schneller und effizienter zu machen. Damit mehr Menschen Zugang zu besserer Medizin haben.

An dieser Vision arbeiten mehr als 13.500 Mitarbeitende an unseren mehr als 60 Produktions- und Vertriebsstandorten weltweit.

Als wachsendes globales Life-Science-Unternehmen suchen wir Menschen, die unsere Ambition teilen und in einem dynamischen Umfeld einen Beitrag leisten und ihre Karriere vorantreiben wollen.

Werden Sie Teil unseres Teams und wachsen Sie mit uns.

- 3 **Das ist Sartorius**
- 4 **Sartorius in Zahlen**
- 6 **Mission & Vision**
- 7 **Starke Unternehmenswerte**
- 8 **Fortschritte in den Life Sciences und der Bioprozesstechnik vereinfachen**
- 10 **Weltweit vor Ort**
- 12 **Gute Gründe für Sartorius**
- 14 **Ihre Vorteile in einem attraktiven Arbeitsumfeld**
- 15 **Bringen Sie Ihre Karriere voran**



# Sartorius in Zahlen

Sartorius, gegründet 1870 in Göttingen, hat sich zu einem international führenden Partner der Life-Science-Forschung und biopharmazeutischen Industrie entwickelt.

Damals wie heute helfen unsere innovativen Lösungen unseren Kunden, Forschung zu beschleunigen und Medikamente sicherer, schneller und nachhaltiger herzustellen.

3,4 Mrd.

Euro Umsatz in 2024



~85%

Umsatz mit Life-Science-Kunden



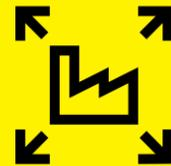
60+

Standorte weltweit



410 Mio.

Euro Investitionen in 2024



2045

Ambition für Klimaneutralität



1870

Gründungsjahr



## Ein vielfältiges und ambitioniertes Team

Wir glauben, dass verschiedene Perspektiven entscheidend sind, um unsere Kunden besser zu verstehen und innovative Lösungen zu finden. Deshalb fördern wir Vielfalt überall im Unternehmen.



Mehr zu Menschen und Vielfalt.  
[www.sartorius.com/diversity](http://www.sartorius.com/diversity)

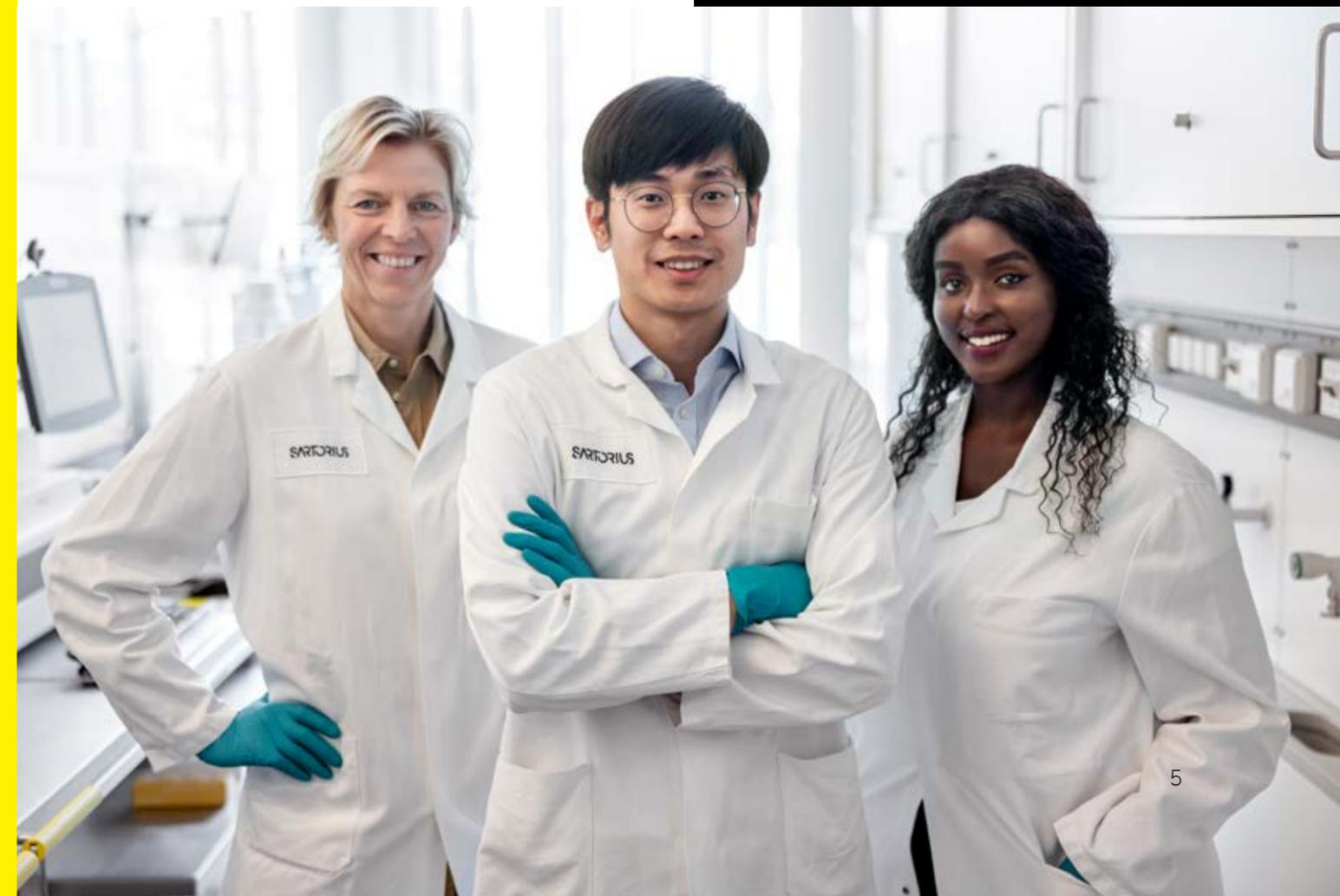
+13.500 Mitarbeitende

110+ Nationalitäten

41 Durchschnittsalter

39% Frauenanteil

52% intern besetzte Stellen



# Mission

Wir helfen Forscherinnen und Ingenieuren, einfacher und schneller Fortschritte in den Life Sciences und der Bioprozesstechnik zu erreichen. Damit ermöglichen wir die Entwicklung neuer und besserer Therapien sowie bezahlbarer Medizin.

# Vision

Wir sind ein Magnet und eine dynamische Plattform für Pioniere und führende Expertinnen unserer Branche. Wir bringen kreative Köpfe zusammen für ein gemeinsames Ziel: Technologische Durchbrüche, die zu besserer Gesundheit für mehr Menschen führen.

# Starke Unternehmenswerte

Nachhaltigkeit, Offenheit und Freude sind die Werte, die unseren Umgang mit Kolleginnen und Kollegen sowie externen Stakeholdergruppen prägen. Indem wir sie täglich in unser Denken und Handeln einfließen lassen entsteht eine zugewandte und positive Unternehmenskultur, in der wir eine wichtige Quelle für langfristigen wirtschaftlichen Erfolg, dauerhafte Motivation und überdurchschnittliche Leistung sehen.



## Nachhaltigkeit

**Profitables Wachstum und verantwortungsvolles Handeln gegenüber allen Anspruchsgruppen**



## Offenheit

**Unsere Quelle für Veränderung und Fortschritt**



## Freude

**Eine Arbeitsumgebung mit Freiraum und Wertschätzung**



# Fortschritte in den Life Sciences und der Bioprosesstechnik vereinfachen

Mit Lösungen entlang der gesamten Wertschöpfungskette unterstützt Sartorius seine Kunden dabei, die Effizienz bei der Wirkstoffentwicklung und Produktion zu erhöhen.

Zellkultivierung, Reagenzien, Zellkulturmedien und -komponenten



Fluid Management



Filtration



Aufreinigung



## Bioprocess Solutions



Qualitätskontrolle und Tests

## Lab Products & Services

Laborinstrumente und Verbrauchsmaterial



Bioanalytische Instrumente



Lab Products & Services

Mit dem Ziel die komplexe und teure Entwicklung von Biopharmazeutika zu vereinfachen und wissenschaftlichen Fortschritt zu beschleunigen, bietet Sartorius innovative Lösungen für die Bioanalytik sowie Premium-Laborprodukte, Verbrauchsmaterialien und Services.

# Weltweit vor Ort

Sartorius konzentriert sein Geschäft auf die großen Biopharma-Märkte, und erwirtschaftet mehr als 85 % seines Umsatzes außerhalb von Deutschland.

Deshalb fühlen wir uns in Göttingen, der Heimatstadt des Unternehmens, genauso zu Hause wie in jedem der mehr als 60 Länder, in denen unsere Produktionsstätten, Produktentwicklung, Kunden- und Prüflabore sowie Vertriebs- und Service-Teams präsent sind.

Für unsere internationalen Teams suchen wir Menschen, die über Grenzen hinausdenken und diese Märkte proaktiv gemeinsam mit uns weiterentwickeln wollen.



Hier finden Sie eine aktuelle  
Liste der Sartorius-Standorte



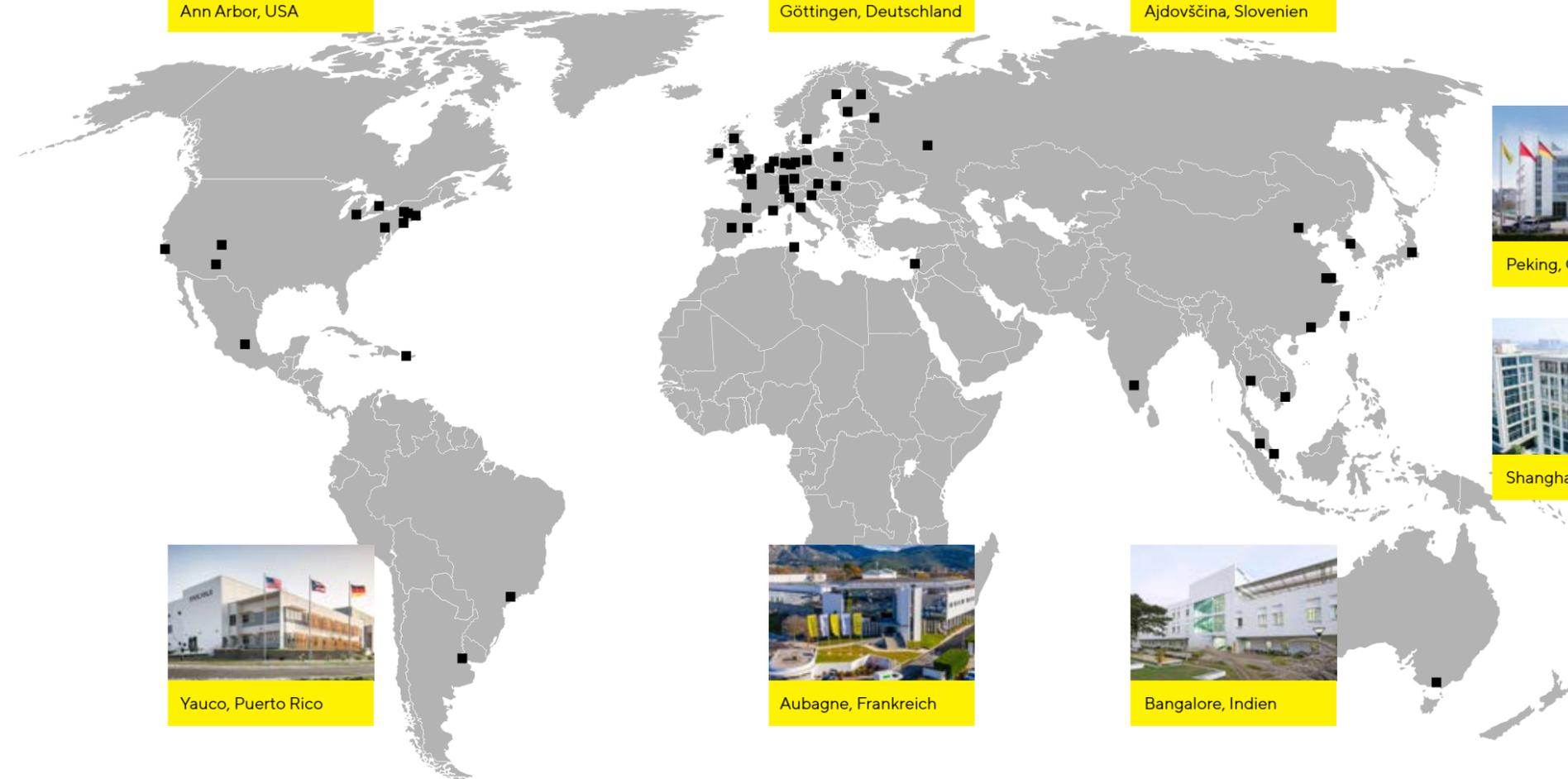
Ann Arbor, USA



Göttingen, Deutschland



Ajdovščina, Slovenien



Peking, China



Shanghai, China



Yauco, Puerto Rico



Aubagne, Frankreich



Bangalore, Indien

# Gute Gründe für Sartorius

Sartorius vereint Life-Science-Experten, Macherinnen mit Mut zum Risiko, kreative Köpfe und vor allem Partner unserer Kunden. Zusammen verfolgen wir ein Ziel: wissenschaftliche Erkenntnisse schneller und effizienter in Medikamente zu übersetzen. Auch als weltweit agierender, börsennotierter Konzern bewahrt sich Sartorius das Mindset, das das Unternehmen als Start-up vor mehr als 150 Jahren zum Pionier seiner Branche machte: Kundenfokus, eine Can-do-Einstellung mit Hands-on-Mentalität sowie der Ehrgeiz jedes und jeder Einzelnen, einen Beitrag zu leisten.

## Werden Sie Teil der Lösung

Mit seinen innovativen Technologien ist Sartorius Teil der Lösung im Kampf gegen Krankheiten wie Krebs oder Demenz. Für unsere Mitarbeitenden ist dieser Anspruch Chance und Verpflichtung zugleich. Wenn Sie technisches Know-how, innovatives Denken, Ambitionen und Ausdauer mitbringen, finden Sie bei Sartorius die Chance, etwas zu bewegen.

## Wachsen Sie mit uns

Sartorius ist ein wachsendes globales Unternehmen und fokussiert sich auf dynamische Märkte, die auf Jahrzehnte weiterwachsen werden. Das schafft Möglichkeiten – für alle, die bereit sind, sie zu nutzen. Wir vertrauen unseren Mitarbeitenden Verantwortung an und erwarten den Mut, Risiken einzugehen und Entscheidungen zu treffen, um voranzukommen. Abhängig von persönlichen Zielen und sich ändernden Prioritäten im Leben können unsere Leute ihre Karriere auf verschiedensten Wegen weiterentwickeln.

## Ihre Perspektive zählt

Sartorius hat die perfekte Größe und Kultur für ambitionierte Macherinnen und Macher sowie vielfältige Persönlichkeiten: Jede Stimme wird gehört. Jeder neue Blickwinkel kann der entscheidende für die nächste wegweisende Entdeckung sein. Gleichzeitig glauben wir, dass man große Herausforderungen am besten gemeinsam angeht: indem erfahrene Expertinnen und Experten ihre Perspektiven und ihr Wissen vereinen. Deshalb leben wir den Austausch über Disziplinen, Ländergrenzen, Kulturen und gesellschaftliche Dimensionen hinweg.



### Valérie Morillon

leitet das virtuelle Vertriebsteam für Laborprodukte und -dienstleistungen in der Region EMEA

„Nach mehreren Jahren in einem anderen Unternehmen wollte ich meine Erfahrung nutzen, um Kunden und Mitarbeitende in einem wachsenden Unternehmen wie Sartorius zu unterstützen. Ich habe gehofft, dass ich in einem solchen Umfeld eine innovative Kultur und spannende Herausforderungen finden würde. Rückblickend kann ich sagen, dass ich bei Sartorius definitiv all das gefunden habe.“



### Muhamed Karalić

zuständig für den Bereich Operations der Bioprozessparte in Göttingen

„Ich habe 2013 als Sachbearbeiter bei Sartorius angefangen – heute verantworte ich in der Bioprozessparte am Standort Göttingen den gesamten Bereich Operations mit rund 1.400 Kolleginnen und Kollegen. Dieser Weg war nur möglich, weil ich die Chance bekommen habe, mich kontinuierlich weiterzuentwickeln – fachlich wie persönlich. Ich bin stolz mit meinem Team an Produkten mitzuwirken, die im Kampf gegen Krankheiten auf der ganzen Welt eingesetzt werden.“



### Shelly Ren

verantwortlich für das Marketing für Bioprozesslösungen in China

„Sartorius ist ein großartiges Unternehmen für Life Science Talente, um innovative Technologien in die biopharmazeutische Industrie zu bringen. Ich schätze die offene, flexible und motivierende Arbeitsumgebung, die das Unternehmen bietet und die mir hilft meine beruflichen Ziele zu verwirklichen.“



Lesen Sie weitere Karriere-Geschichten auf dem Sartorius Blog.  
[www.sartorius.com/blog](http://www.sartorius.com/blog)

# Ihre Vorteile in einem attraktiven Arbeitsumfeld

Wir sind flexibel, damit Sie Ihr Bestes geben können. Abhängig von der Region, den Arbeitsanforderungen und den lokalen Richtlinien, bietet Sartorius seinen Mitarbeitenden zahlreiche Benefits, wie zum Beispiel:



**Personalentwicklung** | Bringen Sie Ihre Karriere in einem wachsenden globalen Life-Science-Unternehmen aktiv voran und profitieren Sie von vielfältigen Entwicklungsmöglichkeiten – ob fachlich oder geografisch.



**Gesundheit & Wohlbefinden** | Profitieren Sie von einer breiten Palette gesundheitsfördernder Maßnahmen: von einem sicheren Arbeitsumfeld über betriebsärztliche Angebote bis hin zu Fitnessstudios an einigen Standorten – und vieles mehr.



**Work-Life-Balance** | Genießen Sie die Flexibilität, die Ihr Leben braucht: flexible Arbeitszeiten und Home-Office-Möglichkeiten (abhängig von der Position) sowie Unterstützung bei der Kinderbetreuung und der Pflege Angehöriger.



**Smartes Arbeitsumfeld** | Genießen Sie das Arbeiten in modernen Einrichtungen mit neuester Technologie und Ausstattung, die globale Zusammenarbeit unterstützt und Ihre Kreativität fördert.



**Offene und kollaborative Kultur** | Seien Sie Teil eines diversen, globalen Teams und erleben Sie den Freiraum, durch agile Arbeitsmethoden, kurze Entscheidungswege und gegenseitige Unterstützung, aktiv einen Beitrag zu leisten.



**Regionale Benefits** | Entdecken Sie, je nach lokalen Gegebenheiten, zusätzliche Vorteile: von Betriebsrestaurants über Zuschüsse für öffentliche Verkehrsmittel, Fahrrad- und Auto-leasing bis hin zu Einrichtungen zur Kinderbetreuung vor Ort oder Ferienbetreuungsangeboten und vieles mehr.

# Bringen Sie Ihre Karriere voran

Das dynamische Wachstum des Unternehmens bietet Chancen zur persönlichen und fachlichen Weiterentwicklung für alle, die bereit sind, diese zu nutzen. Unser Ziel ist es, die meisten Führungspositionen aus den eigenen Reihen zu besetzen. Hierfür bieten wir von Beginn an zahlreiche Entwicklungsinitiativen:

**Onboarding** | Globale und standortspezifische Onboarding-Programme für eine schnelle soziale, kulturelle und berufliche Integration.

**Lernen** | Unsere Lernplattform bietet ein breites Spektrum an internen und externen Schulungen, sowohl in digitaler als auch in persönlicher Form: von Produkt- und Applikationstrainings über Soft Skills und Führungskräfteentwicklung bis hin zu IT-, Software- und Sprachkursen.

**Entwicklung** | Zur Förderung der persönlichen und beruflichen Entwicklung führen wir jährliche Leistungsbeurteilungen durch, bieten Führungstrainings sowie Coaching- und Mentoring-Programme.

**Feedback** | Treiben Sie Ihre persönliche Entwicklung durch unseren jährlichen Entwicklungsdialog voran und gestalten Sie Ihr Arbeitsumfeld durch unsere regelmäßigen Mitarbeitendenbefragungen aktiv mit.



Werden Sie Teil unseres Teams und wachsen Sie mit uns.

Weitere Informationen:  
[www.sartorius.de/karriere](http://www.sartorius.de/karriere) oder  
folgen Sie uns auf LinkedIn.

# Simplifying Progress