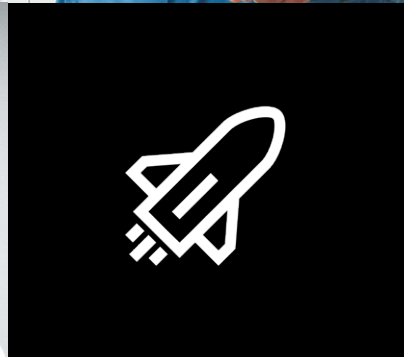
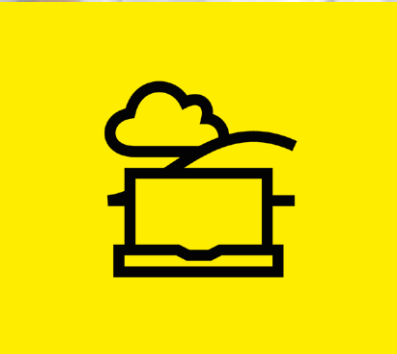


# SARTORIUS

## Arbeiten bei Sartorius

Ein 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 rund 14.600 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 Was wir tun: Fokus Biopharma
- 10 Weltweit vor Ort
- 12 Gute Gründe für Sartorius
- 14 Ihre Vorteile in einem attraktiven Arbeitsumfeld
- 15 Bringen Sie Ihre Karriere voran
- 16 Ihr Weg zu uns



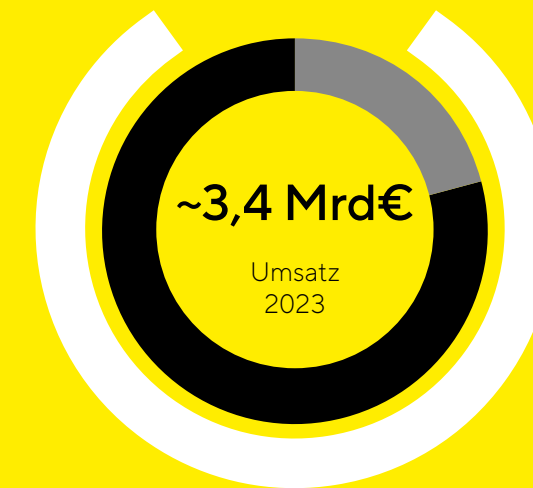
# Sartorius in Zahlen

Sartorius wurde 1870 vom 24-jährigen Florenz Sartorius in Göttingen gegründet. In den vergangenen Jahrzehnten hat sich das Unternehmen zu einem international führenden Partner der Life-Science-Forschung und der biopharmazeutischen Industrie entwickelt und ist im deutschen Leitindex DAX gelistet. Damals wie heute helfen unsere innovativen Lösungen unseren Kunden, Forschung zu beschleunigen und die Herstellung von Medikamenten zu vereinfachen.

## Ein globales und diverses Team



Profitables Wachstum:  
~15 % durchschnittliches Umsatzwachstum 2014-2023



- 21 % Lab Products & Services Sparte
- 79 % Bioprocess Solutions Sparte
- ~85 % Mit Life-Science-Kunden

Ziele bis 2028



Unterer zweistelliger Prozentbereich

durchschnittliches jährliches Umsatzwachstum

~34 %

Operative EBITDA-Marge

Frauenanteil bewegt sich in die richtige Richtung

31 %

weibliche Führungskräfte auf der ersten und zweiten Führungsebene

alle Mitarbeitende



39 % Frauen, 61 % Männer

Neueinstellungen



42 % Frauen, 58 % Männer

Ambitionierte Klimaziele

2030 mittelfristige Ziele

~10 %

Ø Reduzierung der CO<sub>2</sub>eq Emissionsintensität p.a. (Scopes 1-3)

Null

vermeidbare Emissionen aus Scope 1 und 2

2045 langfristige Ziele

Netto-Null-Emissionen

Vollständige Dekarbonisierung der Wertschöpfungskette gemeinsam mit Kunden und Lieferanten



# 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.



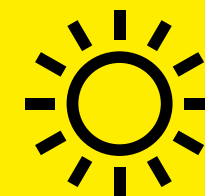
## Nachhaltigkeit

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



## Offenheit

**Unsere Quelle für Veränderung und Fortschritt**



## Freude

**Eine Arbeitsumgebung mit Freiraum und Wertschätzung**





# Was wir tun: Fokus Biopharma

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

## Bioprocess Solutions

Mit seinem breiten Produktportfolio, welches u.a. Filtration, Fermentation, Membranchromatographie und Fluid Management umfasst, trägt das Unternehmen dazu bei, dass Biotech-Medikamente und Impfstoffe sicher und effizient produziert werden können.

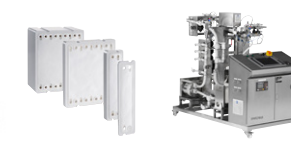
### Zellkultivierung, Reagenzien, Zellkulturmedien und -komponenten



### Fluid Management



### Filtration



### Aufreinigung



## Bioprocess Solutions

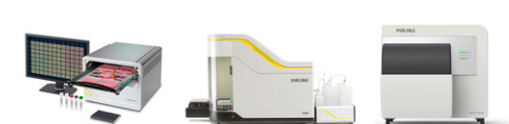


## Lab Products & Services

### 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 Laboren aus der Pharma- und Biopharma-Industrie sowie akademischen Forschungseinrichtungen 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.



## Amerika

Über seine Vertriebszentrale in Bohemia, New York, bedient Sartorius Nordamerika als weltweit größten Pharma- und Labormarkt. Wichtigste Wirkungsstätte der Region ist das Werk in Yauco, Puerto Rico, wo Sartorius seine Produktionskapazitäten zuletzt verdoppelt und die Produktion von Zellkulturmedien gestartet hat. Weitere große Produktionsstandorte befinden sich in Ann Arbor, Albuquerque, New Oxford oder Marlborough, von wo der Konzern seine amerikanischen Biopharma-Kunden z. B. mit Membranfiltern und sterilen Bags beliefert.

## Europa | Mittlerer Osten | Afrika

Hauptsitz sowie größter Produktions- und Entwicklungsstandort ist seit der Gründung im Jahr 1870 die niedersächsische Universitätsstadt Göttingen. Hier entwickelt und produziert Sartorius zwei seiner Kerntechnologien: Membranfilter und Laborinstrumente. Weitere große Werke in der Region befinden sich in Aubagne, Mohamdia und Helsinki sowie in Royston und Stonehouse.

## Asien | Pazifik

Im dynamisch wachsenden asiatischen Markt ist Sartorius von seiner Vertriebszentrale in Shanghai aus aktiv. Wichtige Produktionszentren sind Peking und Bangalore, in denen Sartorius unter anderem Bioreaktoren aus Edelstahl, Bags und Laborwaagen herstellt. Um seinen Fußabdruck in der Region weiter zu vergrößern, hat Sartorius den Aufbau eines neuen Werks für Zellkulturmedien und ausgewählte Einwegprodukte im Biopharma-Hub Songdo in Südkorea begonnen.



# 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: Als eine von rund 14.600 wird jede Stimme 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.“



**Adrian Ley**

Manager of Hollow Fiber Technologies in der Produktentwicklung für Separation Consumables

„Ich bin zur Masterarbeit bei Sartorius eingestiegen und seitdem haben mich meine Führungskräfte immer unterstützt. So konnte ich nach und nach mehr Verantwortung übernehmen und kann jetzt mit meinem vielseitigen Team dem Unternehmen helfen seine Ziele zu erreichen. Meine Arbeit bei Sartorius zeichnet sich dabei durch die hohe Interdisziplinarität insbesondere zwischen Natur-, Material- und Ingenieurwissenschaften aus. So lerne ich jeden Tag dazu – auch außerhalb meines Fachgebiets.“



**Sandra Mei**

Seit 2013 verantwortlich für die Personalarbeit in der Region Asien-Pazifik

„Das schaffe ich schon, habe ich mir gedacht, als mir die Verantwortung für fünf weitere asiatische Länder übertragen wurde. Seither lerne ich jeden Tag dazu. Besonders mag ich den Freiraum für die Gestaltung meiner Arbeit. Dadurch kann ich mich selbst verwirklichen und meinen Horizont stetig erweitern. Eine bessere Motivation kann ich mir nicht vorstellen.“



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 Mitarbeiter\*innen zahlreiche Benefits, wie zum Beispiel:



**Personalentwicklung** | Bringen Sie Ihre Karriere in einem der am schnellsten 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.
- **Entwicklung** | Zur Förderung der persönlichen und beruflichen Entwicklung führen wir jährliche Leistungsbeurteilungen durch, bieten Führungstrainings sowie Coaching- und Mentoring-Programme.
- **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.
- **Feedback** | Treiben Sie Ihre persönliche Entwicklung durch unseren jährlichen Entwicklungsdialog voran und gestalten Sie Ihr Arbeitsumfeld durch unsere regelmäßigen Mitarbeiterbefragungen aktiv mit.





# Ihr Weg zu uns

Wenn es darum geht, die richtigen Leute für die richtigen Aufgaben zu finden, geben wir uns nicht mit einer Standard-Lösung zufrieden. Je nach Position und Standort wird der Prozess individuell gestaltet, vom ersten Interview bis hin zu einem möglichen Angebot.

Wahrscheinlich werden Sie zunächst ein Videointerview mit jemandem aus dem Recruiting führen und später ein Gespräch mit der oder dem direkten Vorgesetzten. In manchen Fällen treffen Sie das jeweilige Team, das obere Management oder sogar den Vorstand. Für einige Stellen bitten wir Sie um selbstaufgezeichnete Videostatements oder Arbeitsproben, für andere halten wir Assessment Center ab. Eines ist jedoch sicher: Unser Recruiting-Team wird Sie durch den gesamten Prozess begleiten.

Sind Sie bereit loszulegen? Dann freuen wir uns darauf, Sie kennenzulernen!



## Der Bewerbungsprozess



Mehr zum Bewerbungsprozess:  
[www.sartorius.com/careers-faq](http://www.sartorius.com/careers-faq)

Werden Sie Teil unseres globalen Teams und wachsen Sie mit uns.



# Simplifying Progress