

SARTORIUS

Arbeiten bei Sartorius

Wo dein Wachstum und deine Ideen
Fortschritt einfacher machen



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 zur Verfügung, die sie dabei unterstützen, die Entwicklung und Herstellung

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

Daran arbeiten mehr als 14.000 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.

Werde Teil unseres Teams und wachse mit uns.

- 3 Das ist Sartorius
- 4 Sartorius in Zahlen
- 6 Was uns antreibt
- 7 Starke Unternehmenswerte
- 8 Medizinischen Fortschritt vereinfachen
- 10 Weltweit vor Ort
- 12 Wo dein Wachstum und deine Ideen Fortschritt einfacher machen
- 14 Deine Vorteile bei Sartorius
- 15 Wachse mit uns



Sartorius in Zahlen

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

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

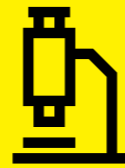
3,5 Mrd.

Euro Umsatz in 2025



~85%

Umsatz mit Life-Science-Kunden



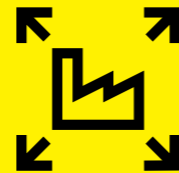
60+

Standorte weltweit



440 Mio.

Euro Investitionen in 2025



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

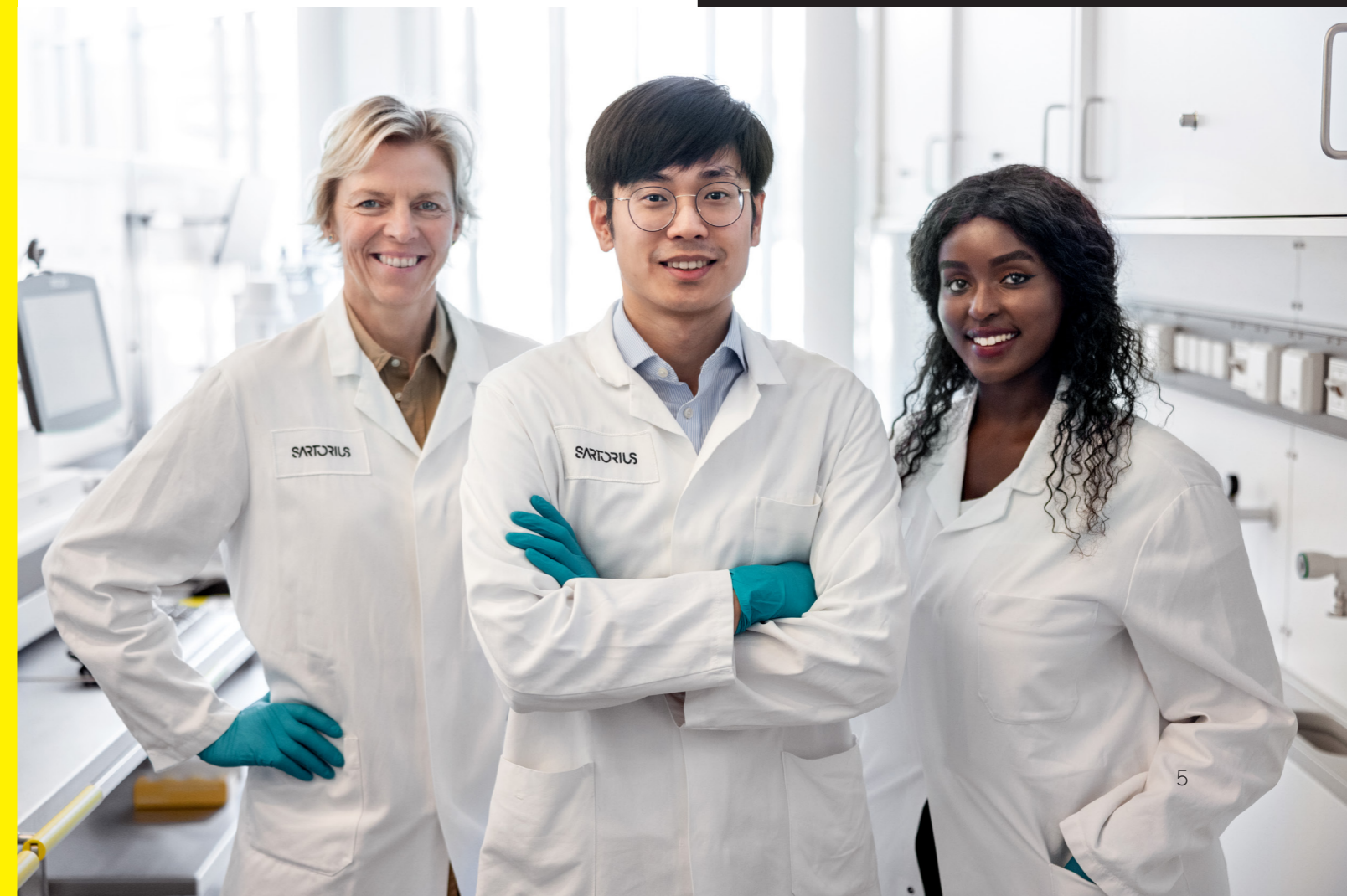
+14.000 Mitarbeitende

100+ Nationalitäten



41 Durchschnittsalter

39% Frauenanteil

76% intern besetzte Führungsrollen



Was uns antreibt

Unser Auftrag	Bessere Gesundheit für mehr Menschen	
Unsere Mission	Wir unterstützen unsere Biopharma-Kunden dabei, Arzneimittel schneller zu entwickeln und effizienter herzustellen – für bessere Therapien und bezahlbare Medikamente.	
Unser Versprechen	Simplifying Progress	



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



Offenheit

Unsere Quelle für Veränderung und Fortschritt



Freude

Eine Arbeitsumgebung mit Freiraum und Wertschätzung

Medizinischen Fortschritt vereinfachen

Mit Produkten und Dienstleistungen entlang der gesamten Wertschöpfungskette ist Sartorius Teil der Lösung im Kampf gegen Krankheiten weltweit. Wir unterstützen unsere Kunden dabei, die Entwicklung und Produktion neuer Arzneimittel effizienter zu machen.

Bioprozesslösungen

Mit einem breiten Produktportfolio, fokussiert auf u.a. Filtration, Fermentation, Membranchromatographie und Fluid Management, tragen wir dazu bei, dass Biotech-Medikamente und Impfstoffe sicher und effizient produziert werden können.

Zellkultivierung, Reagenzien, Zellkulturmedien und -komponenten



Fluid Management



Filtration



Aufreinigung



Bioprozess-Portfolio

Moleküleentwicklung



Zelllinien- und

Prozessentwicklung



Produktion Upstream und Downstream

Qualitätskontrolle und Tests

Labor-Portfolio

Laborinstrumente und Verbrauchsmaterial



Bioanalytische Instrumente



Laborprodukte und -dienstleistungen

Mit dem Ziel, die komplexe und teure Entwicklung von Biopharmazeutika zu vereinfachen und wissenschaftlichen Fortschritt zu beschleunigen, bieten wir 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.



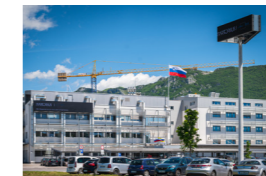
Hier geht's zur aktuellen Liste der Sartorius-Standorte.



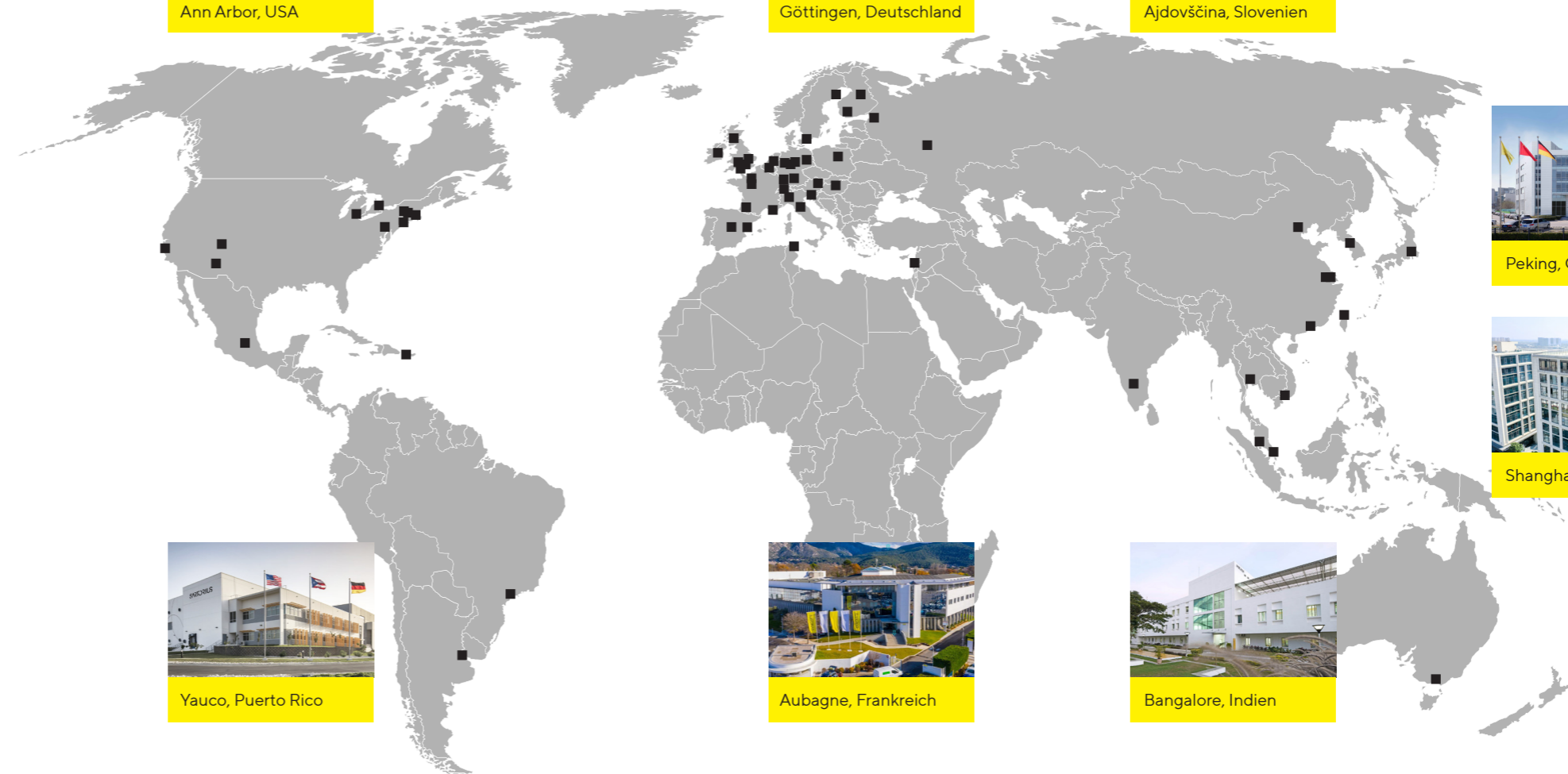
Ann Arbor, USA



Göttingen, Deutschland



Ajdovščina, Slovenien



Peking, China



Shanghai, China



Yauco, Puerto Rico



Aubagne, Frankreich



Bangalore, Indien

Wo dein Wachstum und deine Ideen Fortschritt einfacher machen

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 – für bessere Gesundheit für mehr Menschen. Und dieser Fortschritt gelingt mit denen, die ihn einfacher machen. Mit dir.

Werde Teil der Lösung

Sartorius ist Teil der Lösung im Kampf gegen Krankheiten wie Krebs und Demenz. Unsere Technologien helfen Forschenden und Herstellern dabei, schneller vom „Trial and Error“ im Labor zum Wirkstoff zu gelangen. So vereinfachen wir Fortschritte in der Entwicklung und Produktion neuer Therapien. Für unsere Mitarbeitenden ist dieser Anspruch Chance und Verpflichtung zugleich. Wer Know-how, innovatives Denken und Ambition mitbringt, arbeitet bei Sartorius nicht nur an Lösungen, sondern wird Teil von ihnen.

Wachse mit uns

Wachstum ist bei uns mehr als eine Kennzahl. Wir fokussieren uns auf dynamische Märkte, die auf Jahrzehnte wachsen werden. Das schafft Chancen für alle, die sie ergreifen und mutig vorangehen. Dabei verlaufen Karrieren selten geradlinig. Bei Sartorius kannst du andere Rollen einnehmen und neue Kompetenzen ergründen und so deine eigene Entwicklung vorantreiben – und die unseres Geschäfts. Deshalb ist dein persönliches Wachstum für uns nicht das i-Tüpfelchen, sondern das A und O.

Deine Perspektive zählt

Ambitionierte Pioniere und kreative Köpfe finden bei Sartorius ein Umfeld, das ein unternehmerisches Mindset mit den Vorteilen eines Global Players verbindet. Deine Idee könnte der Funke sein, der zur nächsten wegweisenden Entdeckung führt. Gleichzeitig sind wir überzeugt, dass Fortschritt aus vielen Blickwinkeln und kreativen Lösungen entsteht. Wer frische Perspektiven und mutige Ideen einbringt, profitiert von einer Unternehmenskultur, die Zusammenarbeit, persönliche Entwicklung und berufliche Ambitionen fördert.



Valérie Morillon

leitet das Vertriebsteam für Verbrauchsmaterialien im Labor für Nord- und Südeuropa

„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 für Bioprozesslösungen an diversen Produktionsstandorten in Europa und den USA

„Ich habe 2013 als Sachbearbeiter bei Sartorius angefangen – heute verantworte ich den Bereich Operations für Bioprozesslösungen mit rund 1.400 Kolleginnen und Kollegen in Ländern Europa und den USA. 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.“



Susan Xu

verantwortlich für das Lieferkettenmanagement in China

In meinen mehr als 25 Jahren bei Sartorius habe ich mich immer wieder aus meiner Komfortzone herausgewagt. Offen für Veränderungen zu bleiben, hat mich persönlich und beruflich wachsen lassen. Ich habe als Sachbearbeiterin gestartet – heute verantworte ich das Lieferkettenmanagement für Bioprozesslösungen und Laborprodukte in China. Jede Herausforderung auf diesem Weg ist bei Sartorius eine Chance, sich beruflich weiterzuentwickeln.“



Weitere Karriere-Geschichten gibt's auf dem Sartorius Blog.
www.sartorius.com/blog



Deine Vorteile bei Sartorius

Wir sind flexibel, damit du dein Bestes geben kannst. Abhängig von der Region, den Arbeitsanforderungen und den lokalen Richtlinien, bieten wir unseren Mitarbeitenden zahlreiche Benefits, wie zum Beispiel:



Personalentwicklung | Bringe deine Karriere in einem wachsenden globalen Life-Science-Unternehmen aktiv voran und profitiere von vielfältigen Entwicklungsmöglichkeiten – ob fachlich oder geografisch.



Gesundheit & Wohlbefinden | Profitiere 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 | Genieße die Flexibilität, die dein Leben braucht: flexible Arbeitszeiten und Home-Office-Möglichkeiten (abhängig von der Position) sowie Unterstützung bei der Kinderbetreuung und der Pflege Angehöriger.



Smarteres Arbeitsumfeld | Genieße das Arbeiten in modernen Einrichtungen mit neuester Technologie und Ausstattung, die globale Zusammenarbeit unterstützt und Kreativität fördert.



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



Regionale Benefits | Entdecke 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.

Wachse mit uns

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 deiner persönlichen und beruflichen Entwicklung führen wir jährliche Leistungsbeurteilungen durch, bieten Führungstrainings sowie Coaching- und Mentoring-Programme.

Feedback | Treibe deine persönliche Entwicklung durch unseren jährlichen Entwicklungsdialog voran und gestalte dein Arbeitsumfeld durch unsere regelmäßigen Mitarbeitendenbefragungen aktiv mit.



Fortschritt
gelingt mit
denen, die
ihn einfacher
machen.
Mit dir.

Weitere Informationen:
www.sartorius.de/karriere
oder folge uns auf LinkedIn.

Simplifying Progress