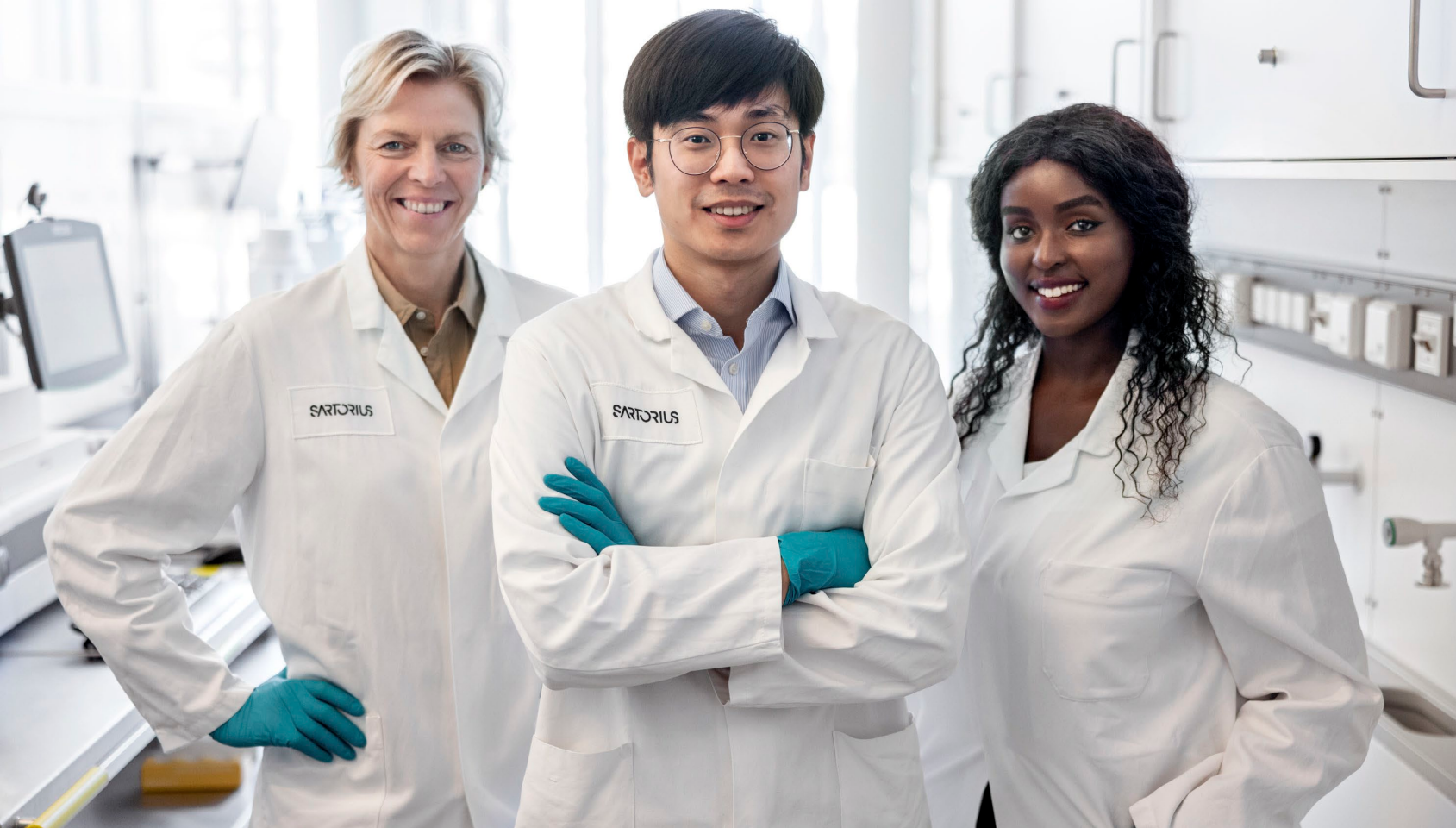




Simplifying Progress

## Diversity Fact Sheet

Sartorius 2025

**SARTORIUS**

---

„Vielfalt ist ein Innovationsfaktor. Sie bringt unterschiedliche Perspektiven, Denkweisen und Ideen zusammen und macht so echte Innovation möglich. Deshalb fördert Sartorius Vielfalt – nicht als Selbstzweck, sondern als Grundlage für kreative Lösungen, die unsere Kunden voranbringen und Patienten weltweit helfen.“

**Michael Grosse, CEO**

---



# Willkommen | 1.639 neue Mitarbeitende in 2025

1.639

Neueinstellungen  
in 2025

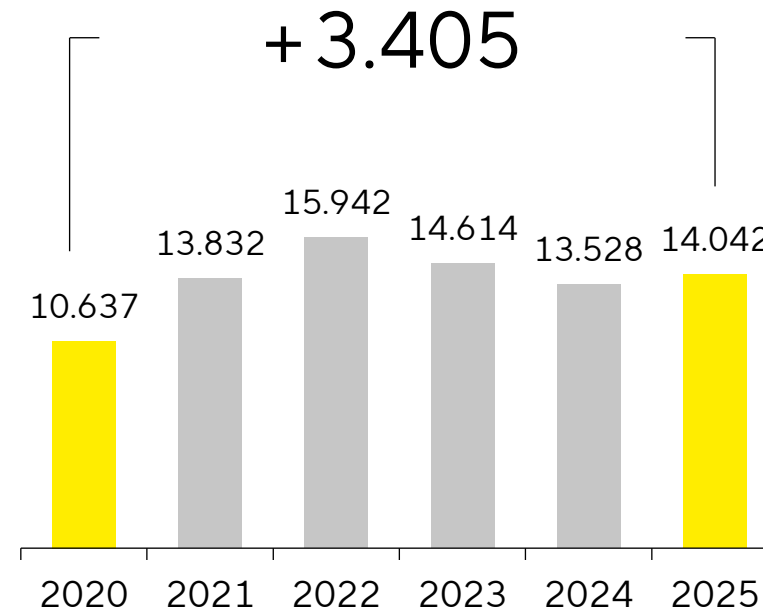
906

Durchschnittliche  
Einstellungen jährlich  
2020-2025

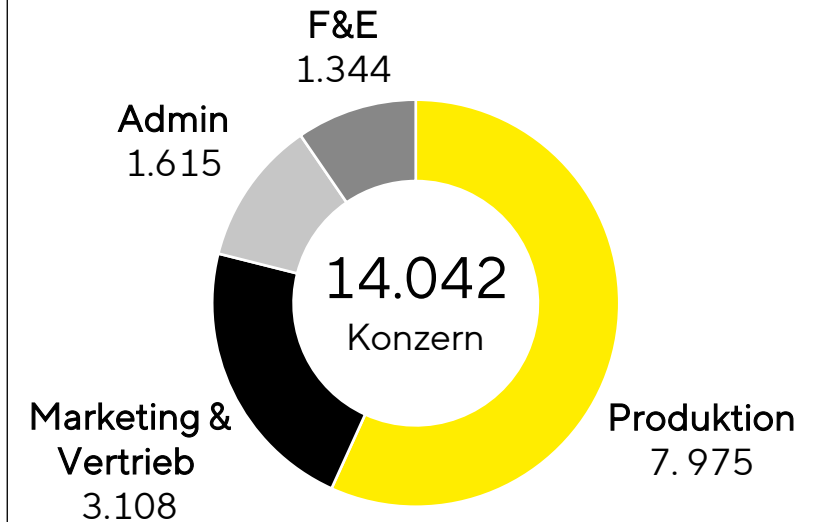
42%

Mitarbeitende mit  
Hochschulabschluss

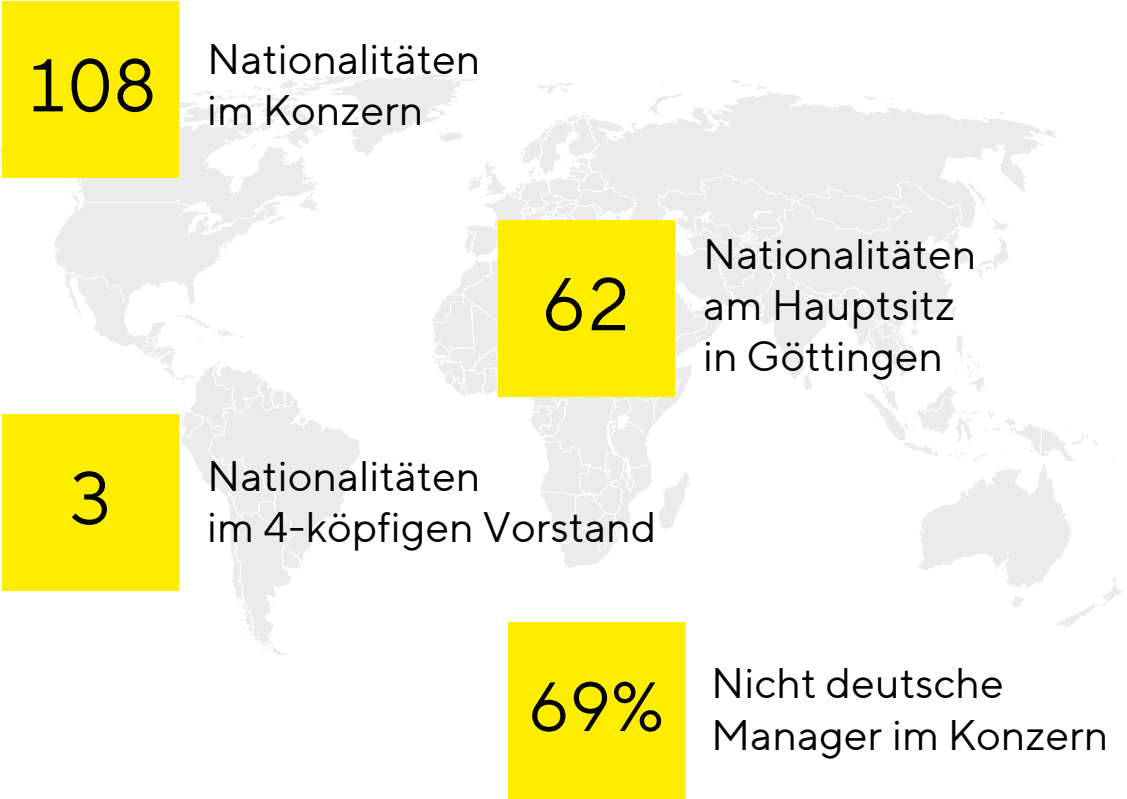
## Team-Entwicklung



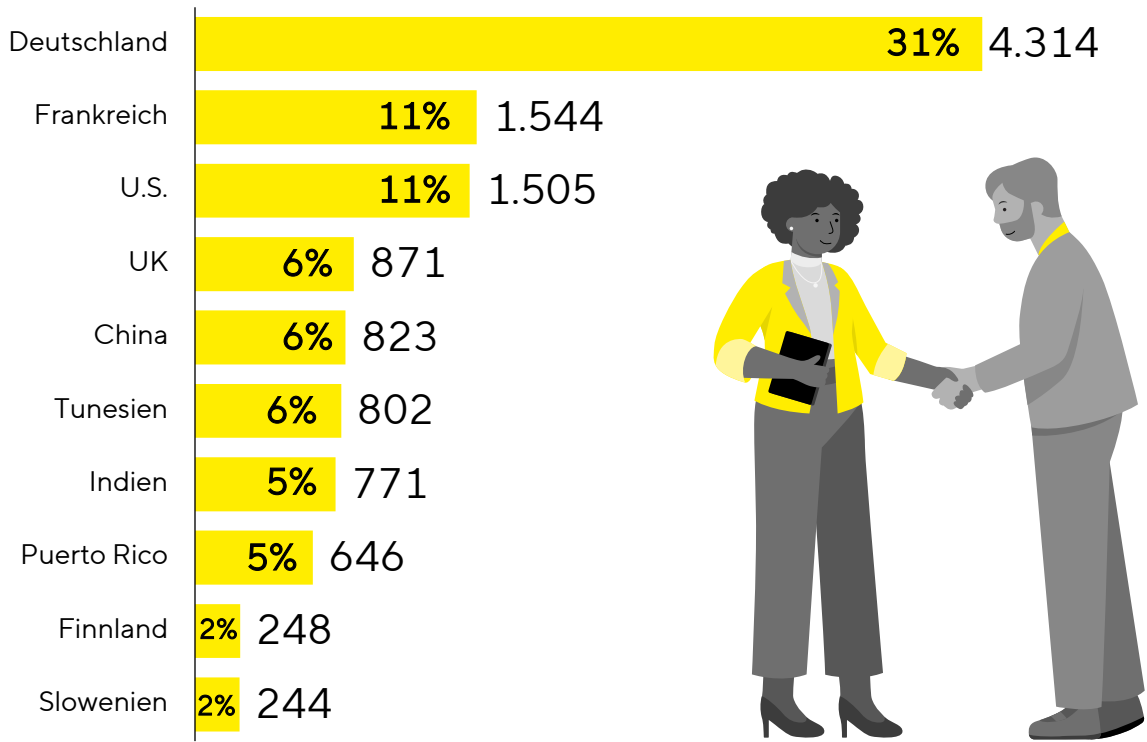
## Mitarbeitende nach Funktionen



# Nationalitäten | Sartorius vereint Menschen aus 108 Nationen

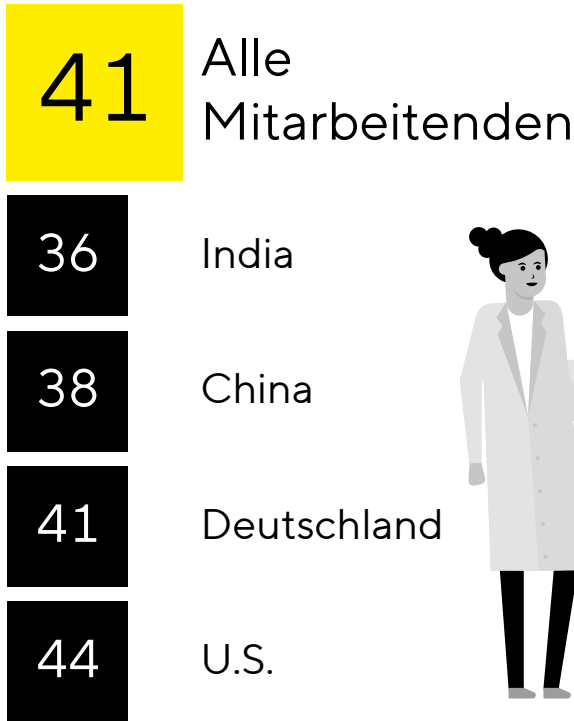


## Top 10 Nationalitäten – Anteil und Anzahl

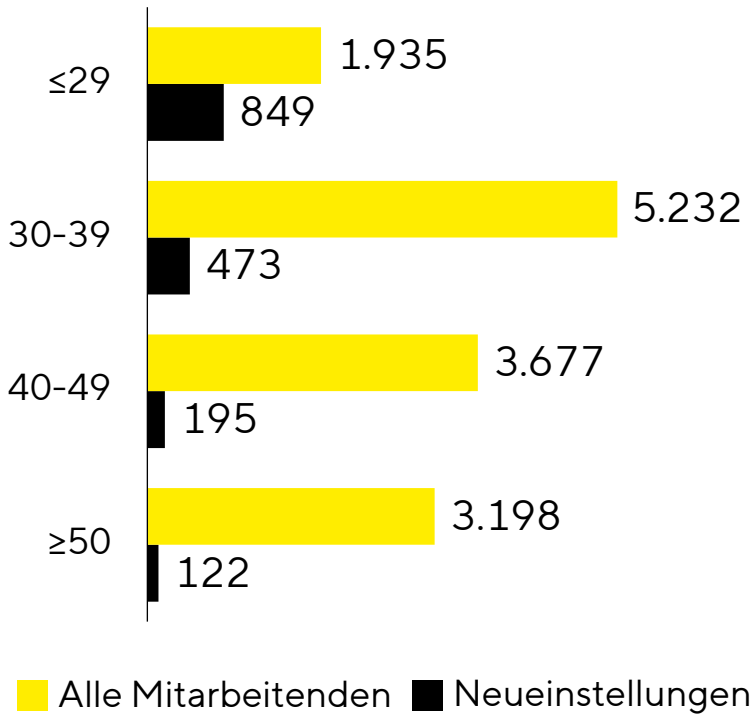


# Alter | Junge Talente und erfahrene Fachkräfte

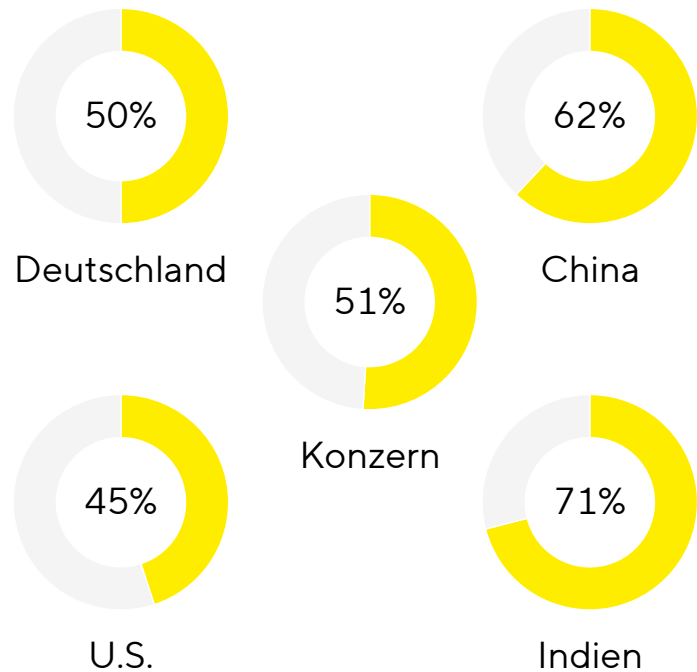
## Durchschnittsalter



## Anzahl Mitarbeitende nach Alter

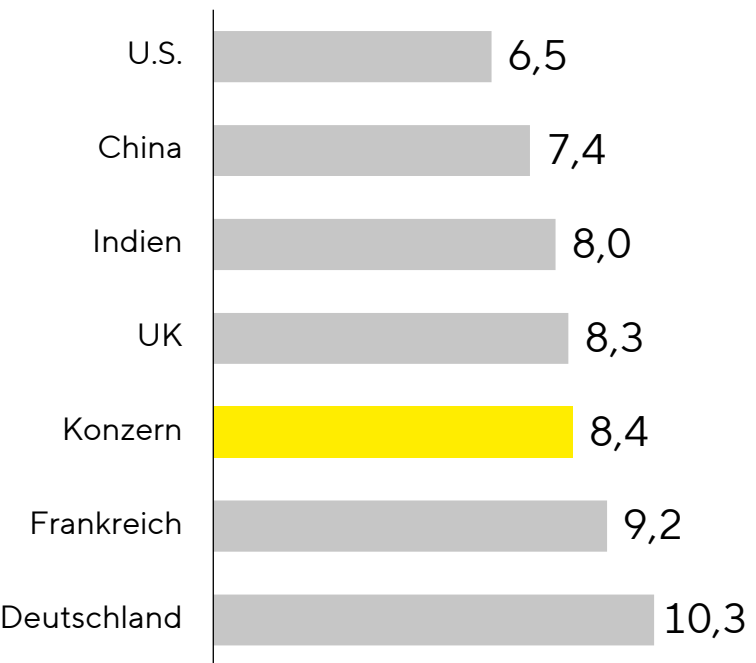


## Anteil Mitarbeitende <40 Jahren

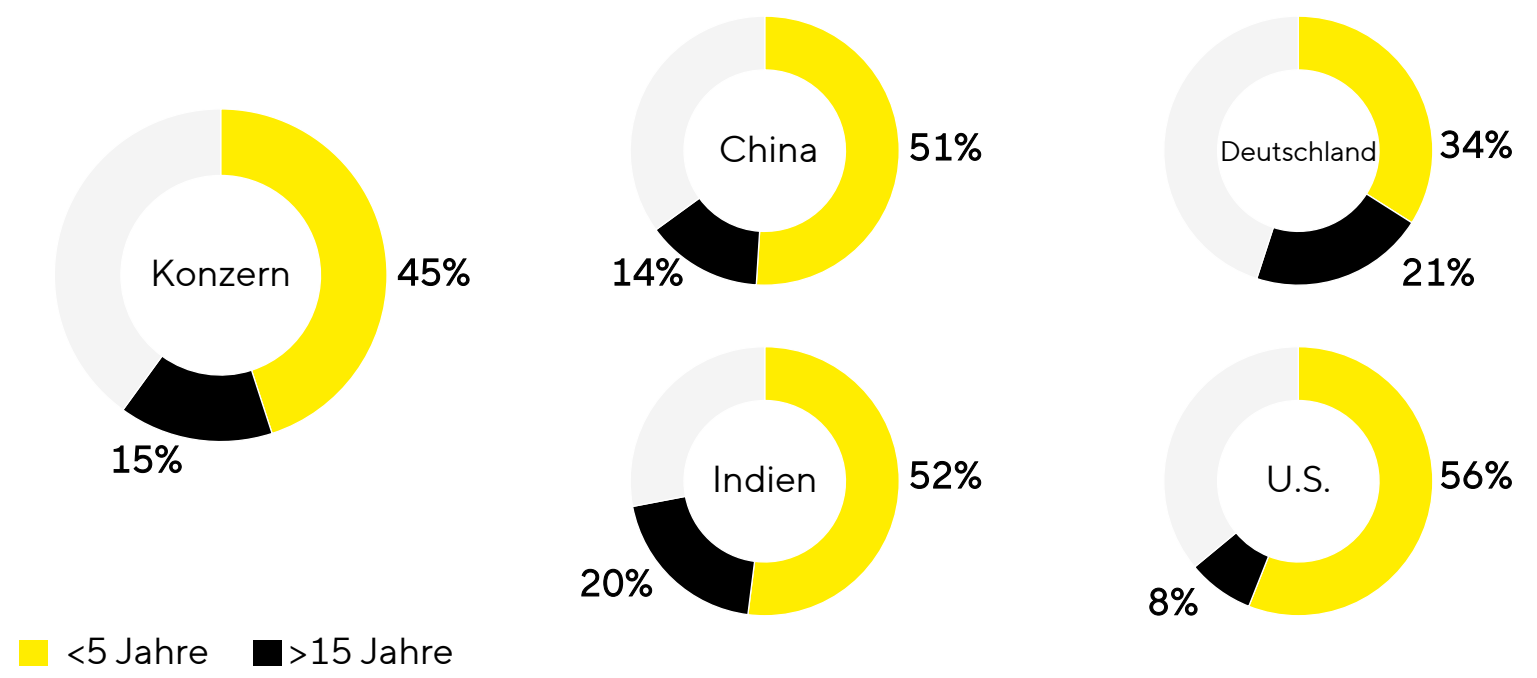


# Betriebszugehörigkeit | Mix aus Erfahrung und frischen Ideen

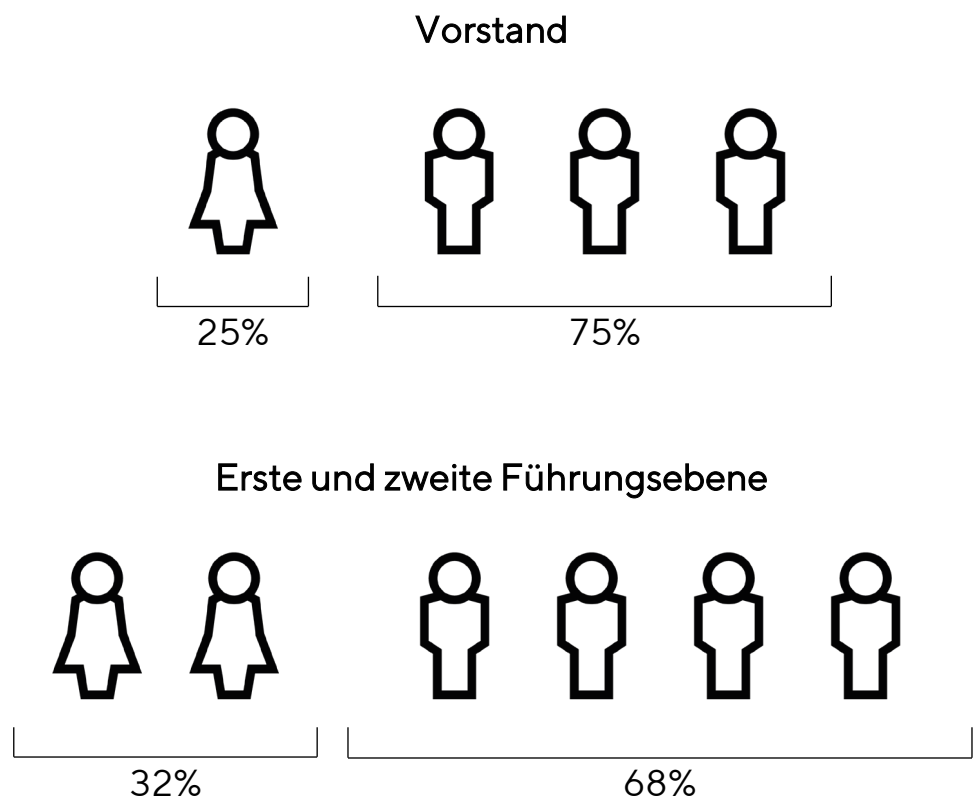
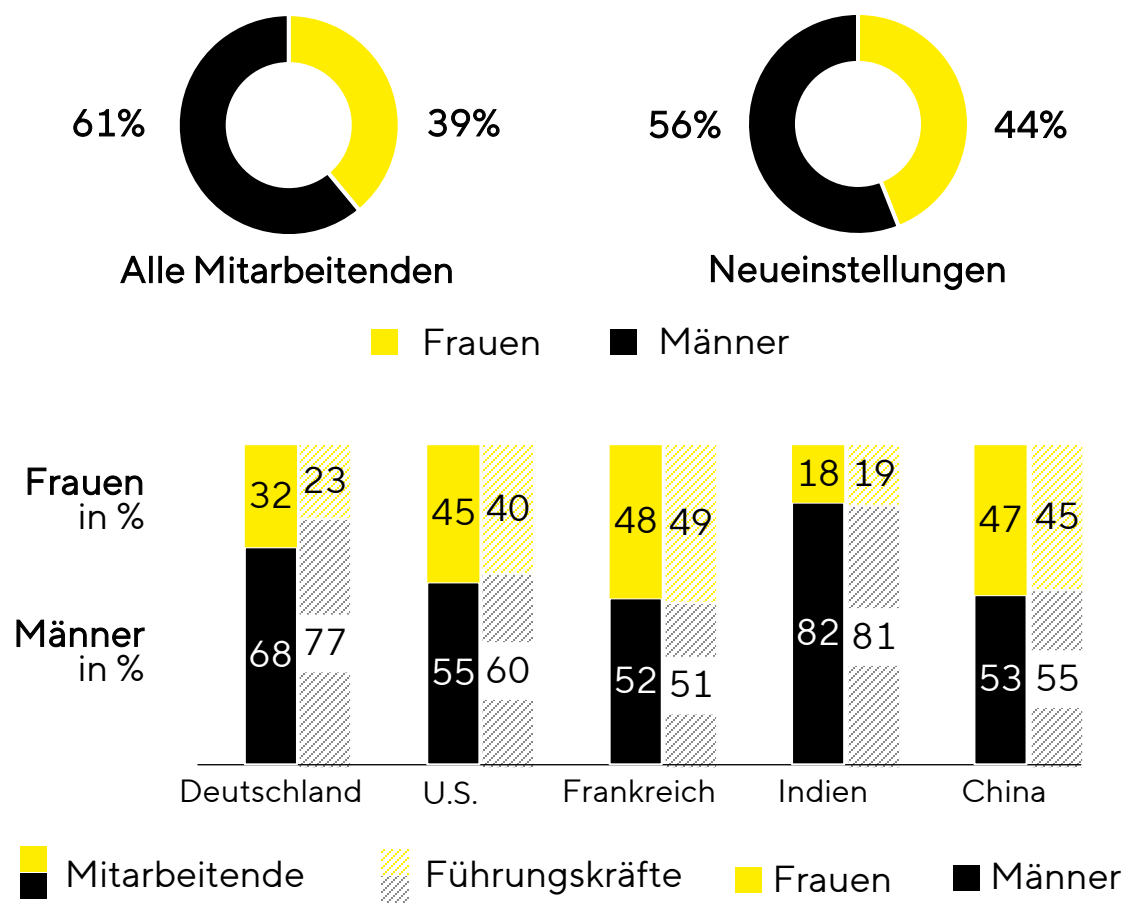
Durchschnittliche Betriebszugehörigkeit in Jahren



Anteil von Mitarbeitenden mit einer Betriebszugehörigkeit von mehr als 15 und weniger als 5 Jahren



# Geschlechterverteilung | Männer und Frauen konzernweit vertreten



# Austausch und Dialog intern und extern fördern

## **Sartorius Business Women Association**

Das Netzwerk, zu dem alle Mitarbeitenden eingeladen sind, will Frauen weltweit vernetzen und die Gleichstellung der Geschlechter in Führungspositionen bei Sartorius unterstützen.

## **Partnerschaft mit Healthcare Businesswomen's Association**

Seit 2021 ist Sartorius Unternehmenspartner der HBA und bietet interessierten Mitarbeitenden Zugang zum Netzwerk der Organisation.



# Vielfalt & Inklusion: Bewusstsein stärken durch Mitarbeitenden-Engagement

## North America Diversity, Equity, Inclusion and Belonging (DEIB)

Das Komitee fördert DEIB in den USA durch Öffentlichkeitsarbeit, Partnerschaften, Veranstaltungen und Schulungen.

## LGBT+Friends Alliance

Die Gruppe ist bestrebt, die Sichtbarkeit von LGBTQIA+ Personen bei Sartorius durch virtuelle Veranstaltungen und inklusive „Rainbow Lunches“ zu erhöhen – und einen sicheren Raum für den Erfahrungsaustausch zu schaffen.



Unsere Mitarbeitendennetzwerke tragen zur Gestaltung einer vielfältigen und inklusiven Kultur im Unternehmen bei. Alle Mitarbeitenden sind eingeladen, sich zu beteiligen.

# Partnerschaften im Namen von Vielfalt und Inklusion

