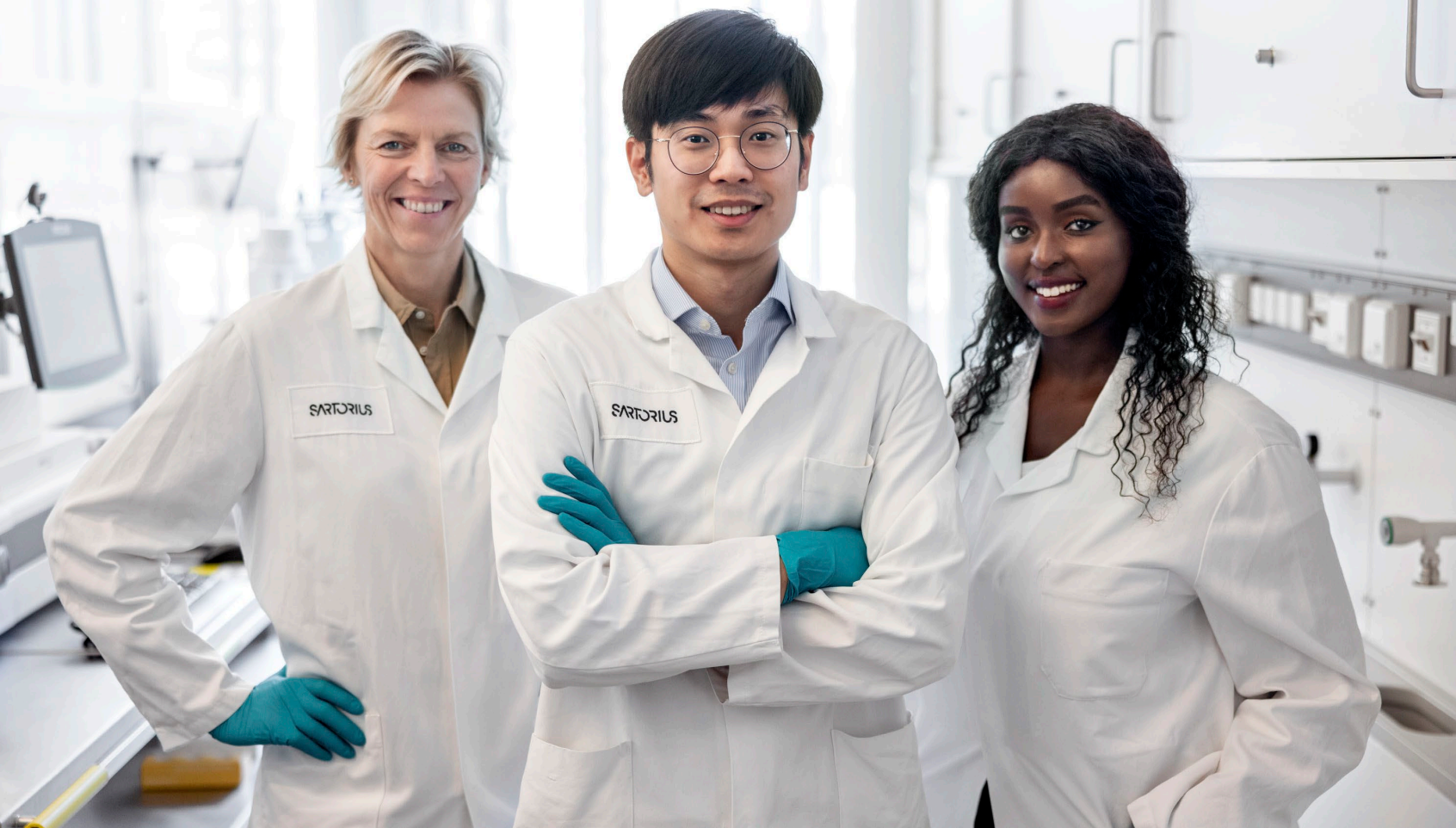




Simplifying Progress

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



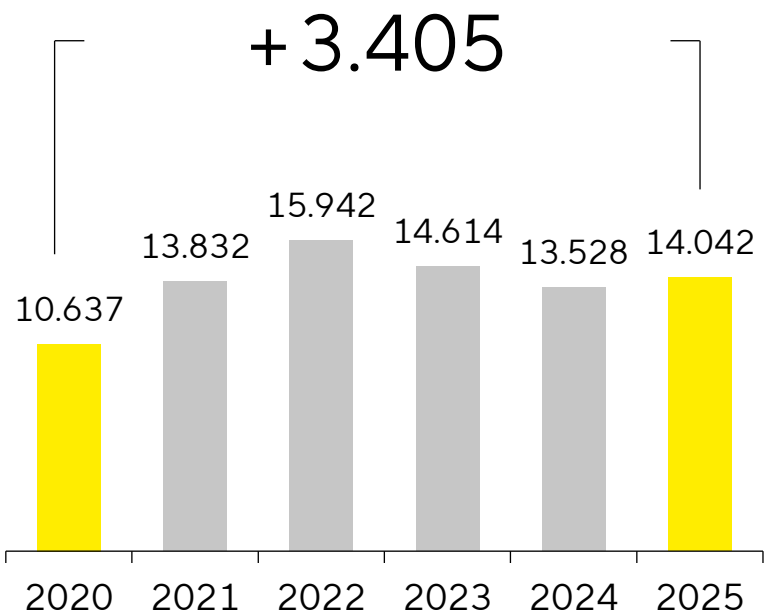
Willkommen | 1.639 neue Mitarbeitende in 2025

1.639 | Neueinstellungen
in 2025

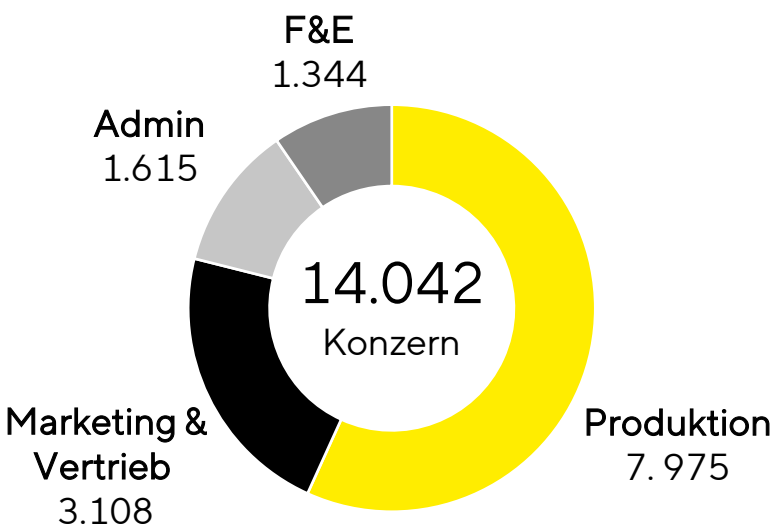
906 | Durchschnittliche
Einstellungen jährlich
2020-2025

42% | Mitarbeitende mit
Hochschulabschluss

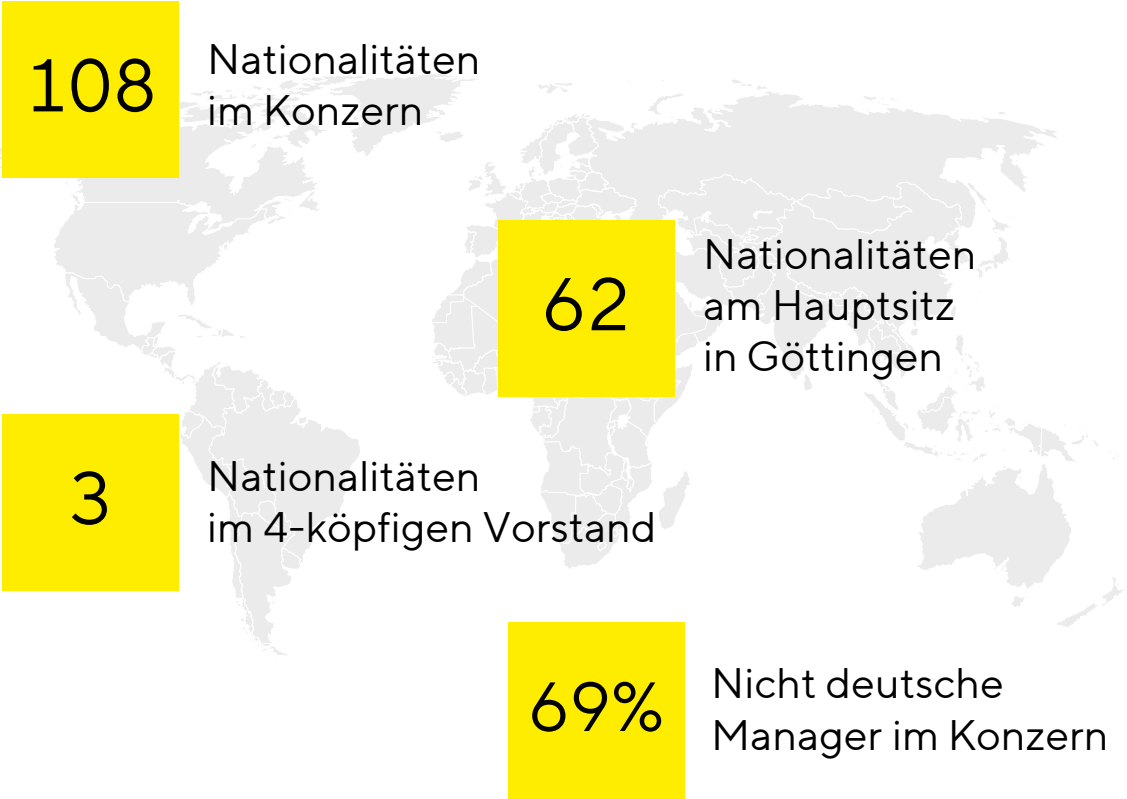
Team-Entwicklung



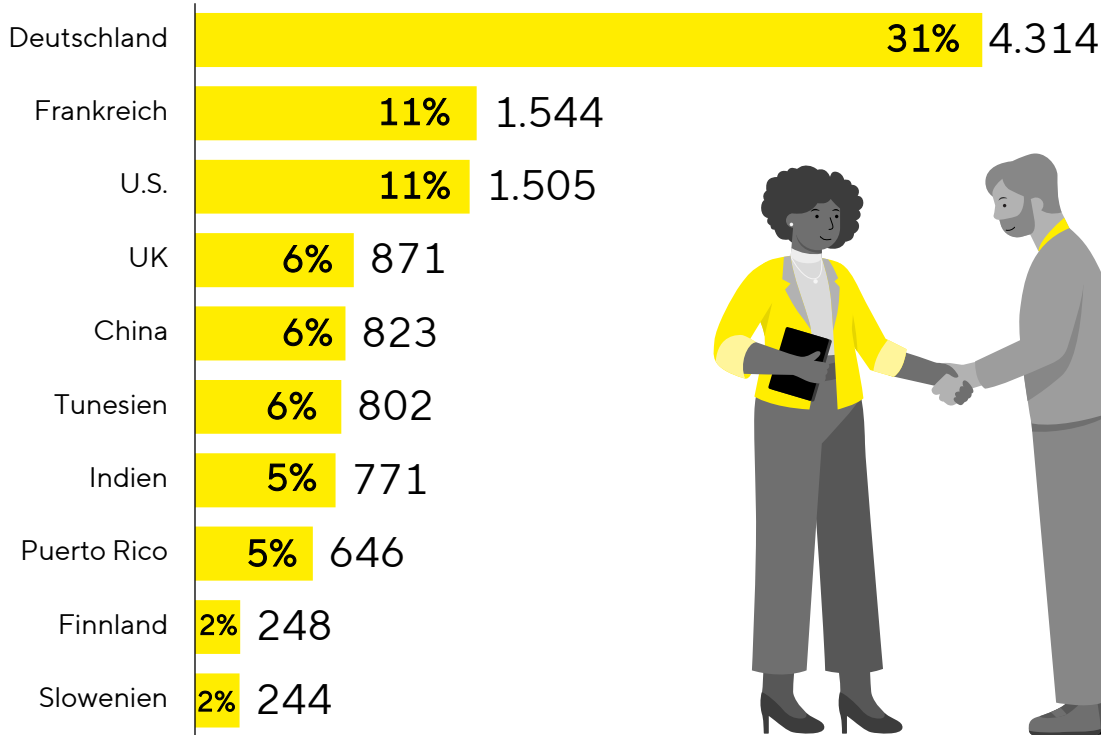
Mitarbeitende nach Funktionen



Nationalitäten | Sartorius vereint Menschen aus 108 Nationen

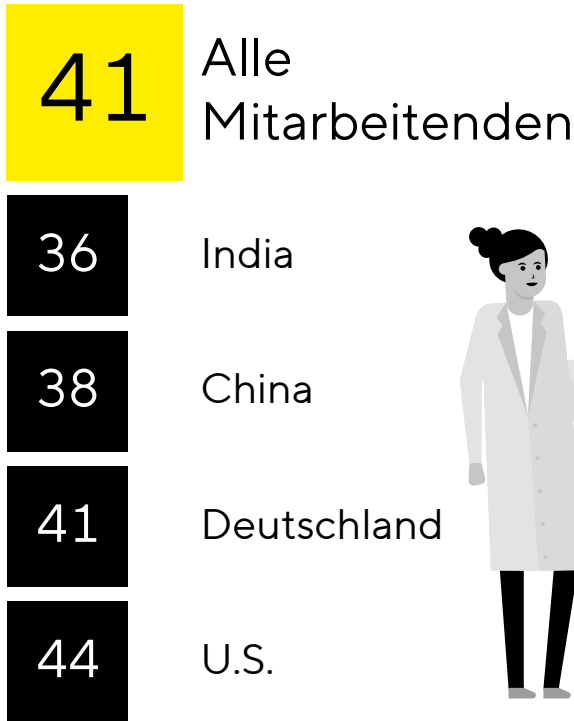


Top 10 Nationalitäten – Anteil und Anzahl

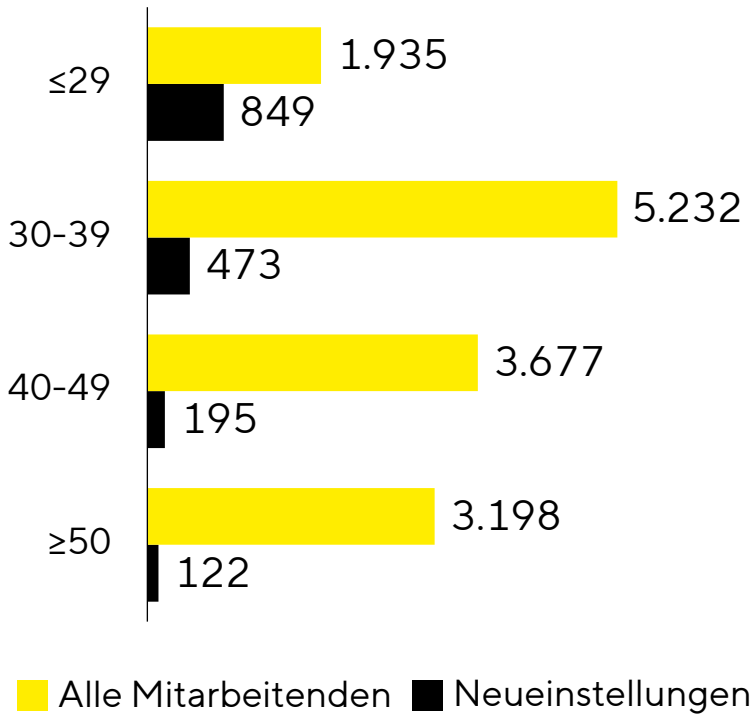


Alter | Junge Talente und erfahrene Fachkräfte

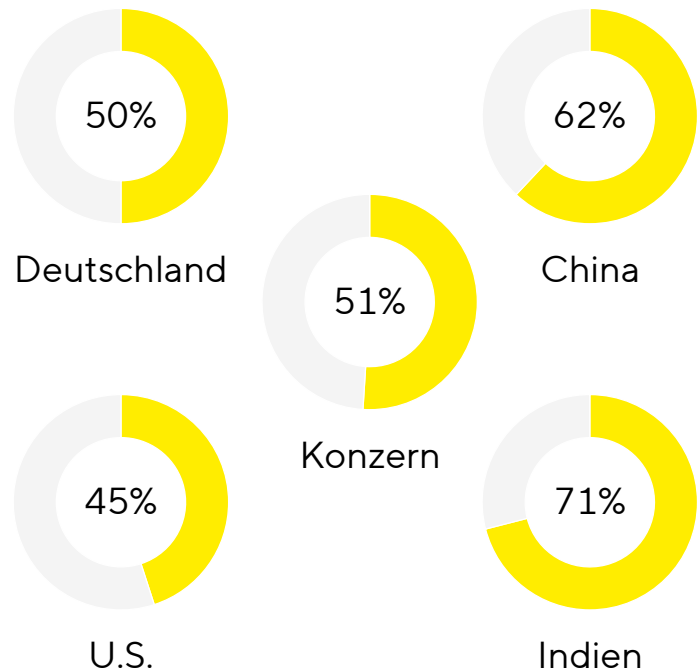
Durchschnittsalter



Anzahl Mitarbeitende nach Alter

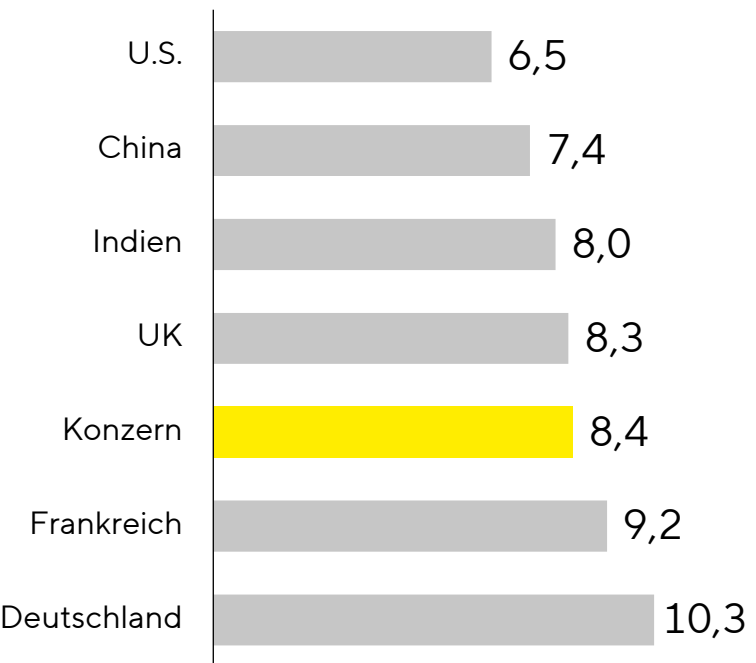


Anteil Mitarbeitende <40 Jahren

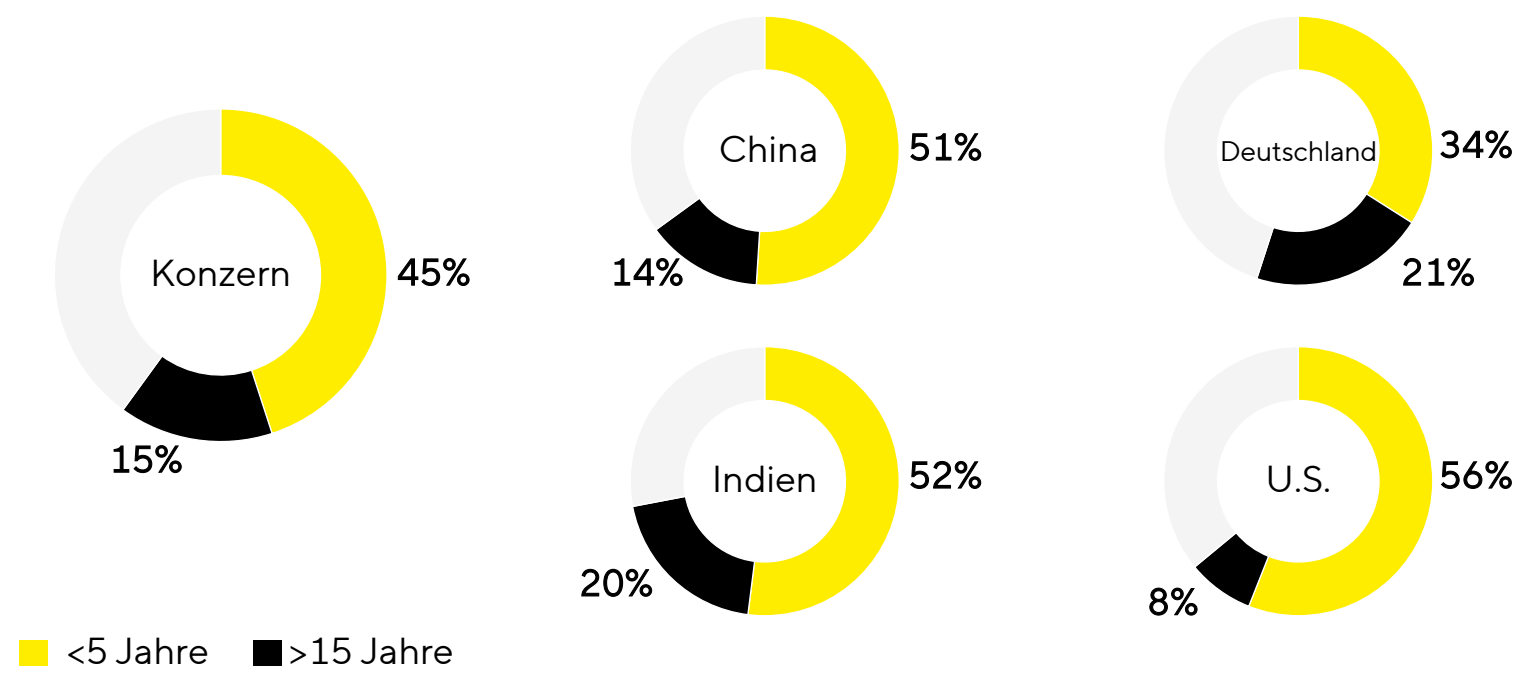


Betriebszugehörigkeit | Mix aus Erfahrung und frischen Ideen

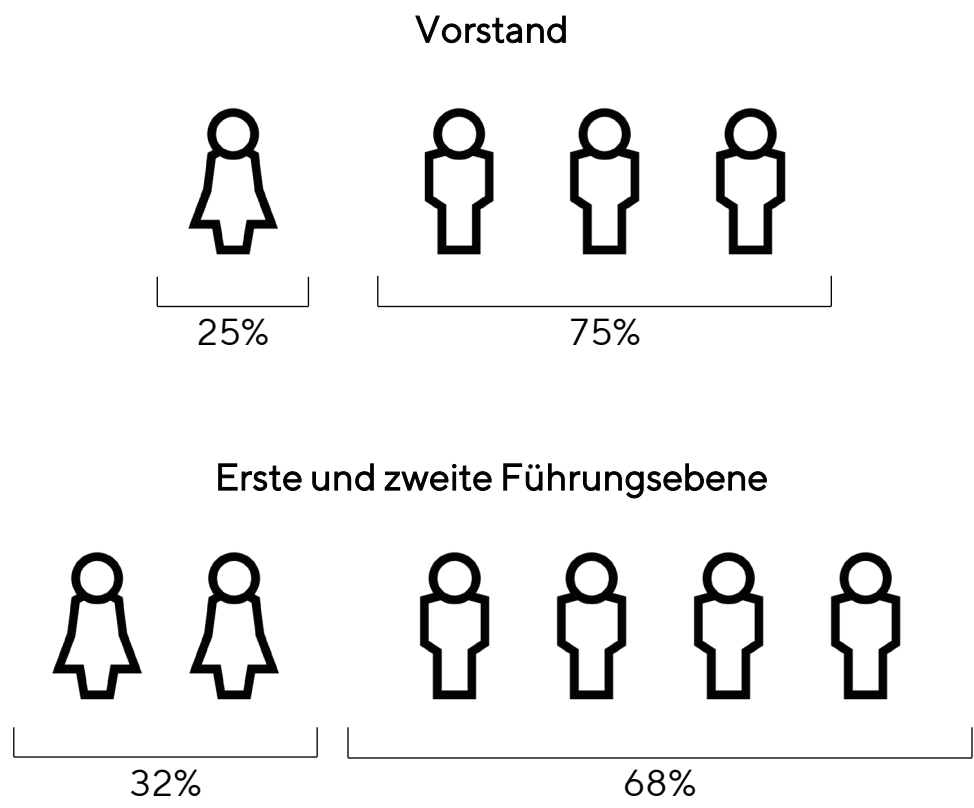
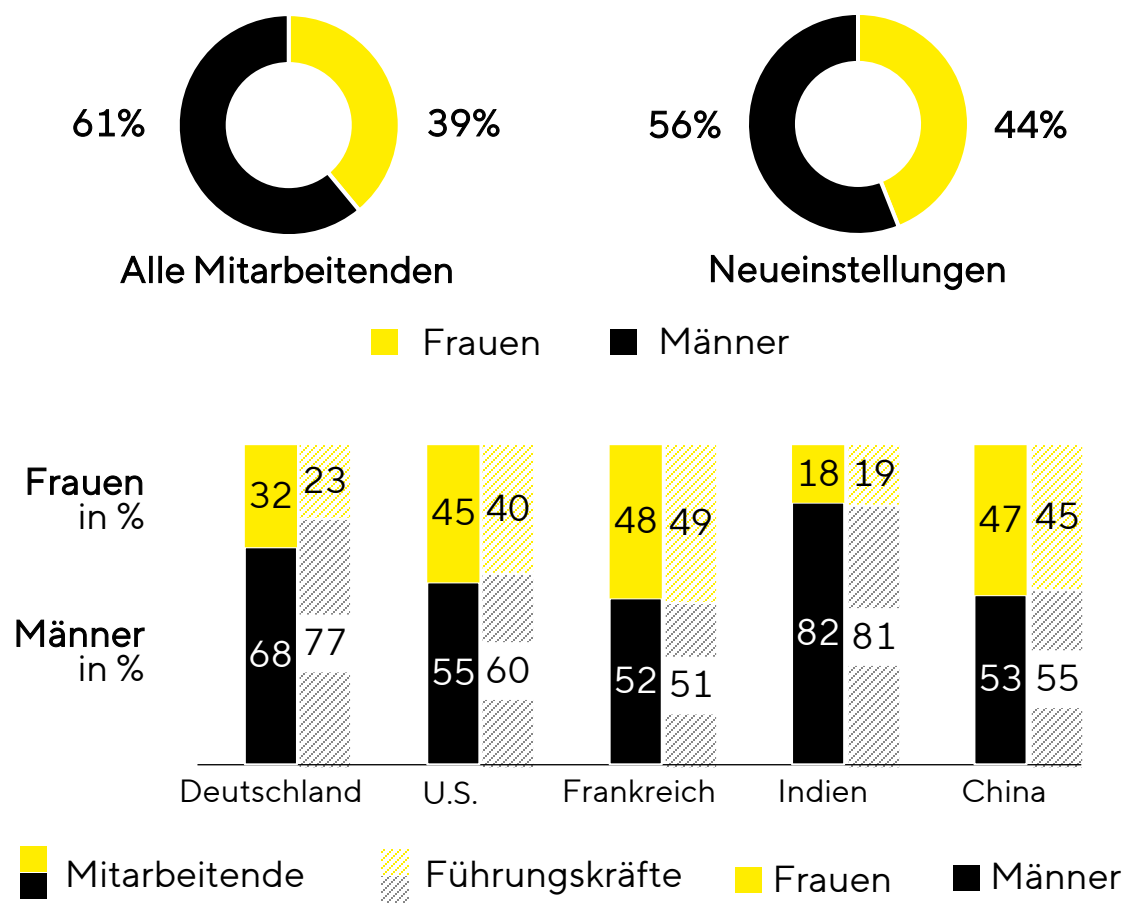
Durchschnittliche Betriebszugehörigkeit in Jahren



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

