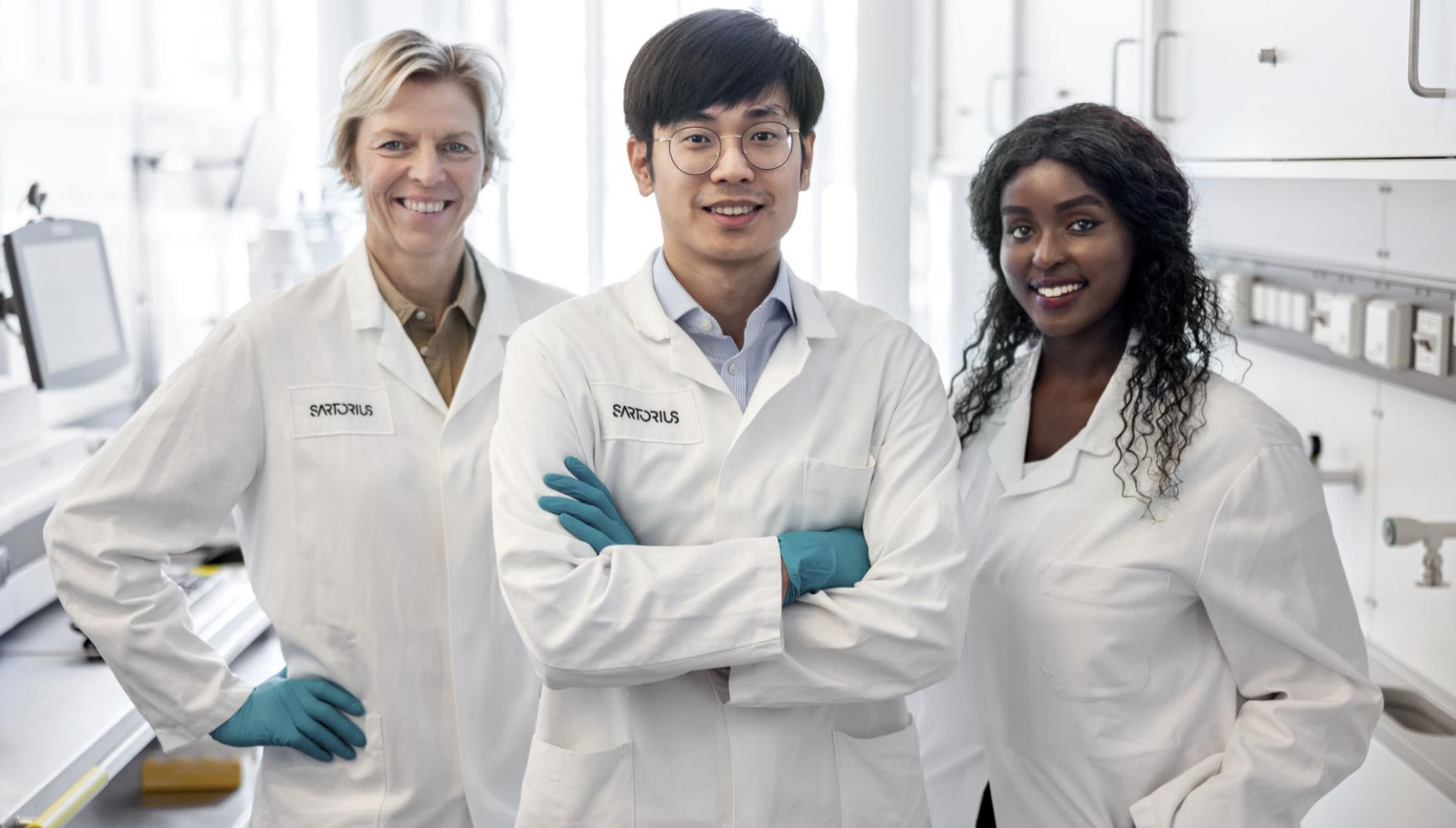




Simplifying Progress

Diversity Fact Sheet

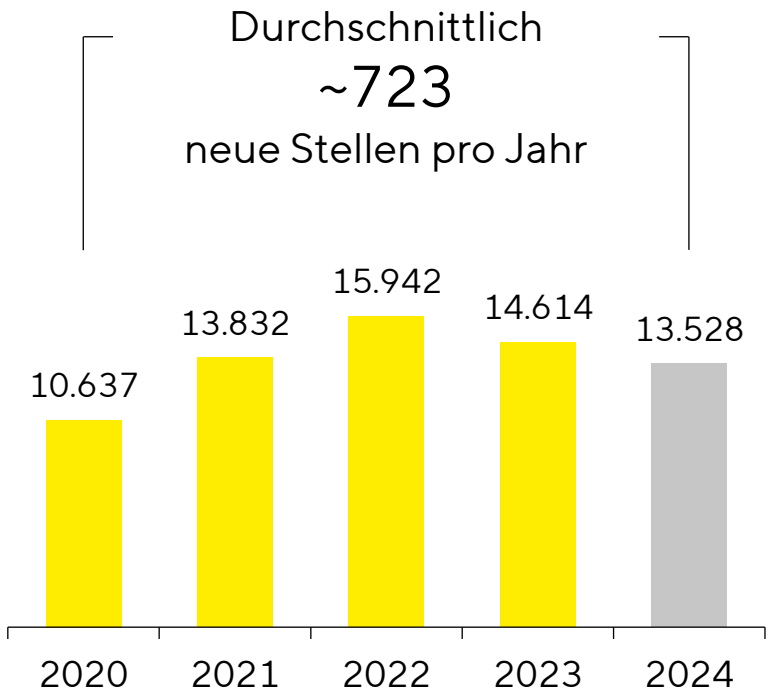
Sartorius 2024

SARTORIUS

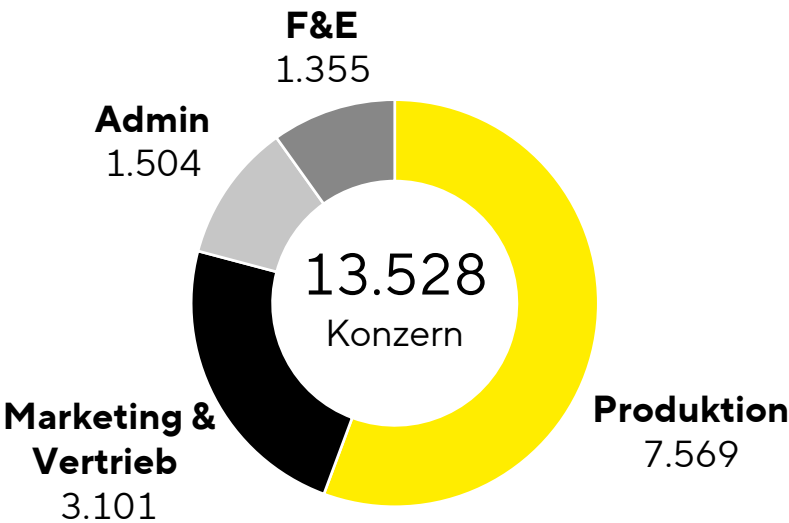
Willkommen | 724 neue Mitarbeitende in 2024

- 724 | Neueinstellungen in 2024
- 2.330 | Durchschnittliche Einstellungen jährlich 2020-2024
- 43% | Mitarbeitende mit Hochschulabschluss

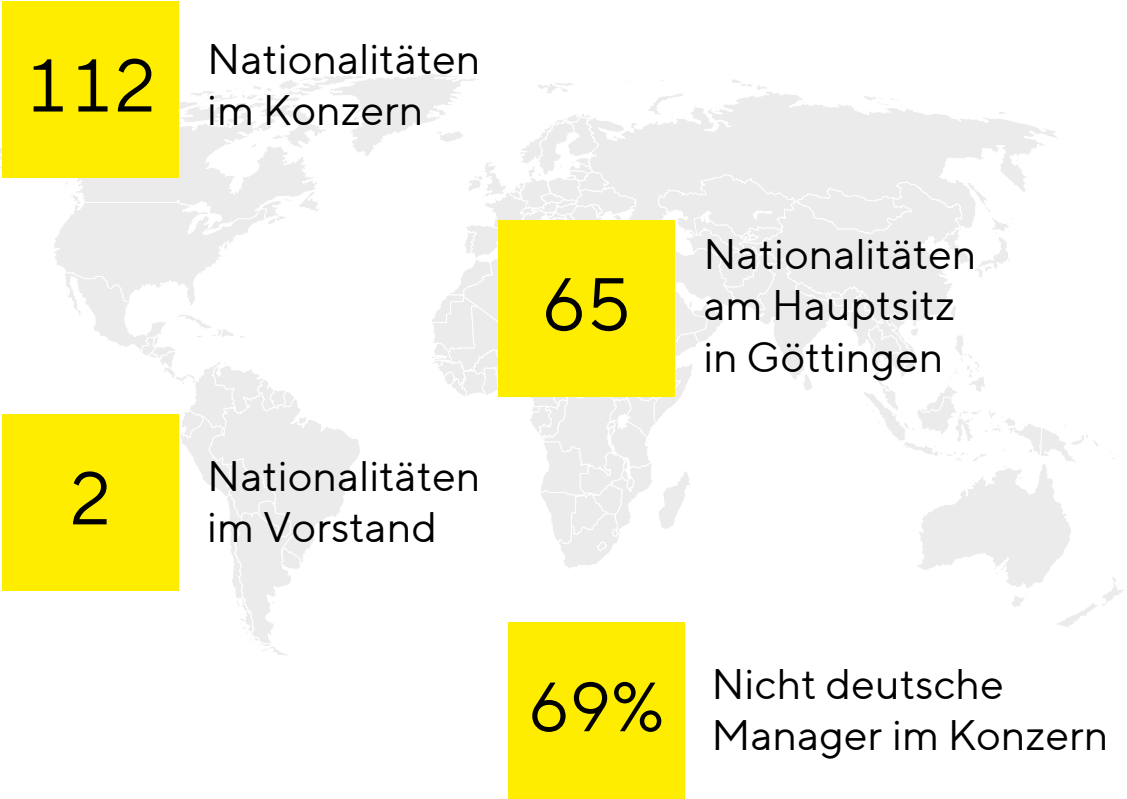
Team-Wachstum



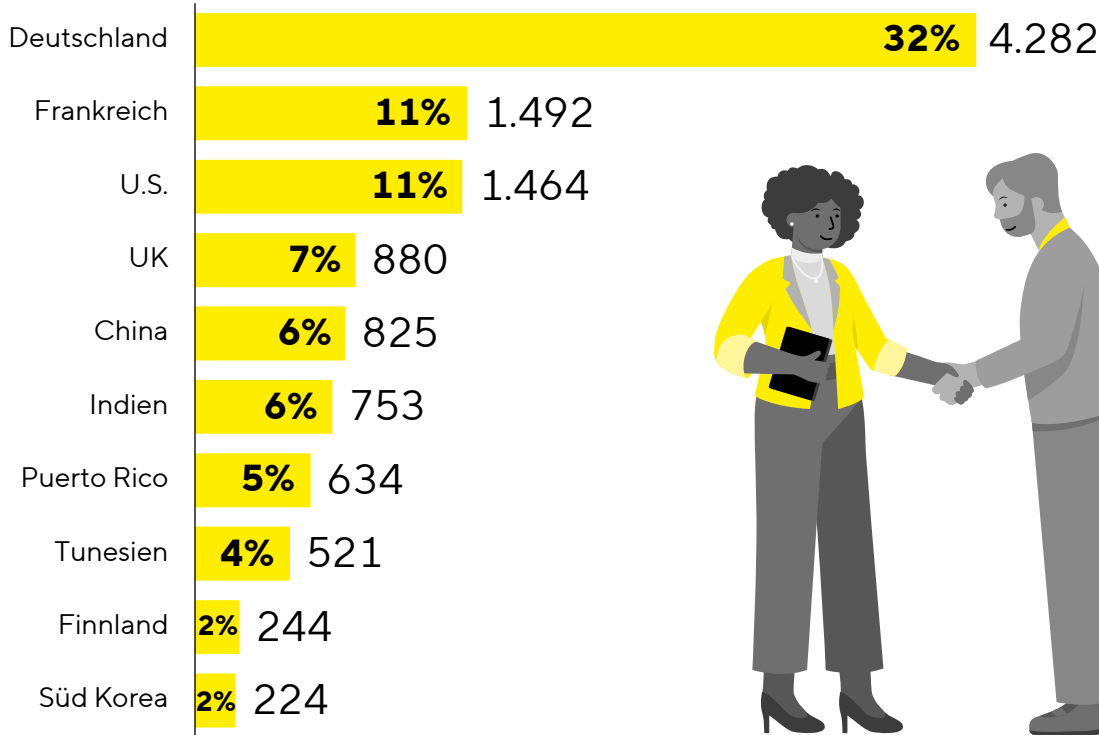
Mitarbeitende nach Funktionen



Nationalitäten | Sartorius vereint Menschen aus 112 Nationen

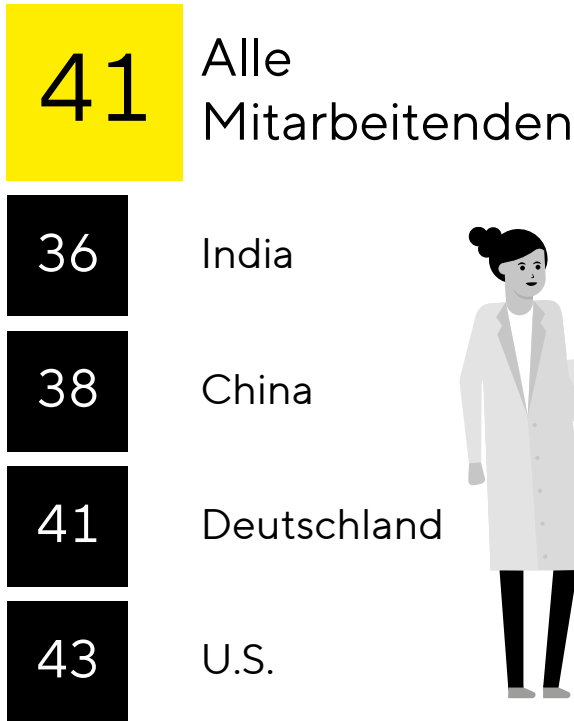


Top 10 Nationalitäten – Anteil und Anzahl

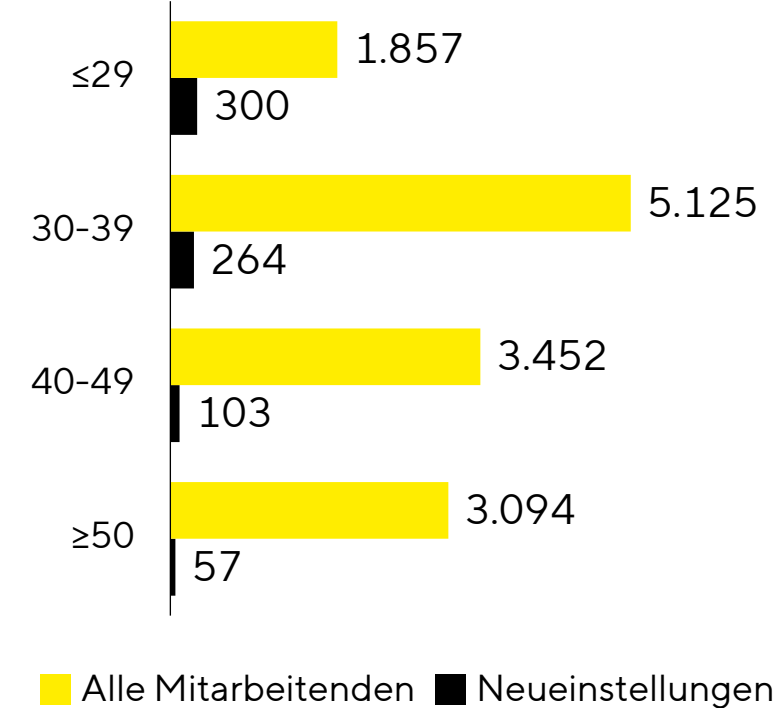


Alter | Junge Talente und erfahrene Fachkräfte prägen unser Team

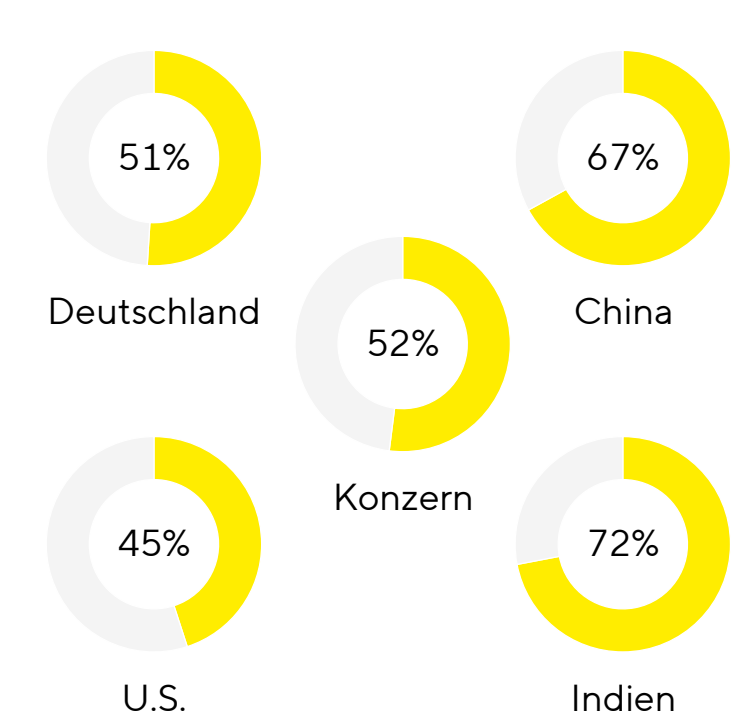
Durchschnittsalter



Anzahl Mitarbeitende nach Alter

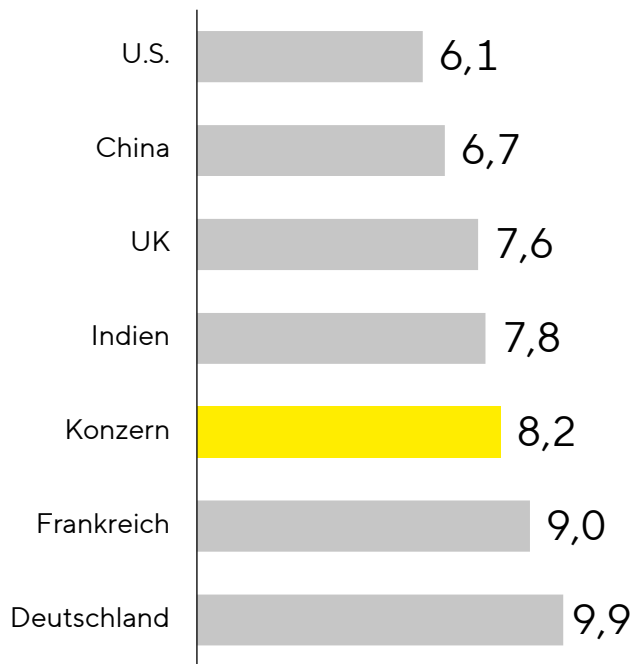


Anteil Mitarbeitende <40 Jahren

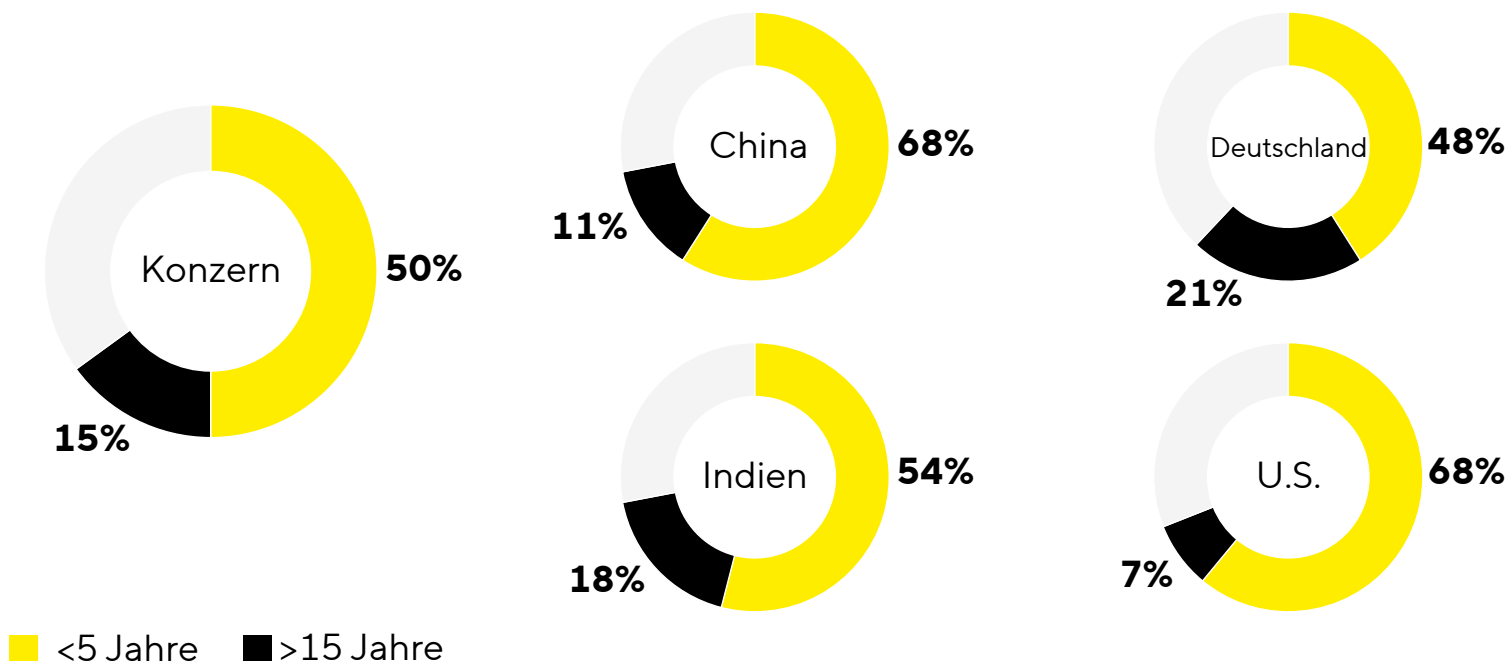


Betriebszugehörigkeit | Mix aus Erfahrung und frischen Ideen

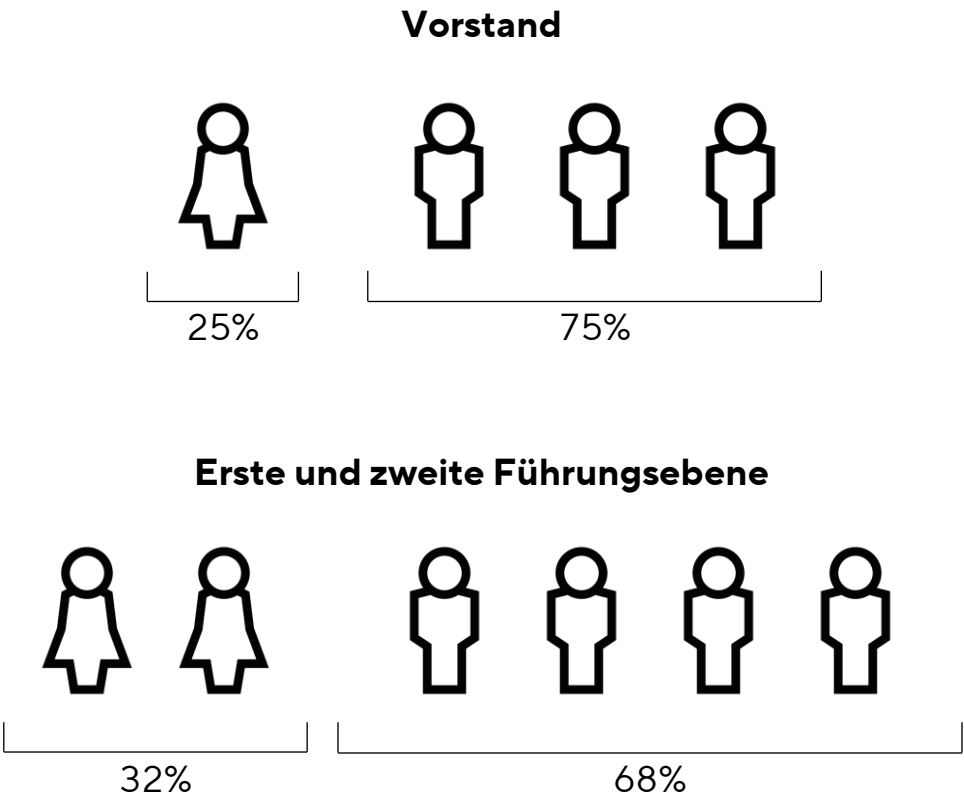
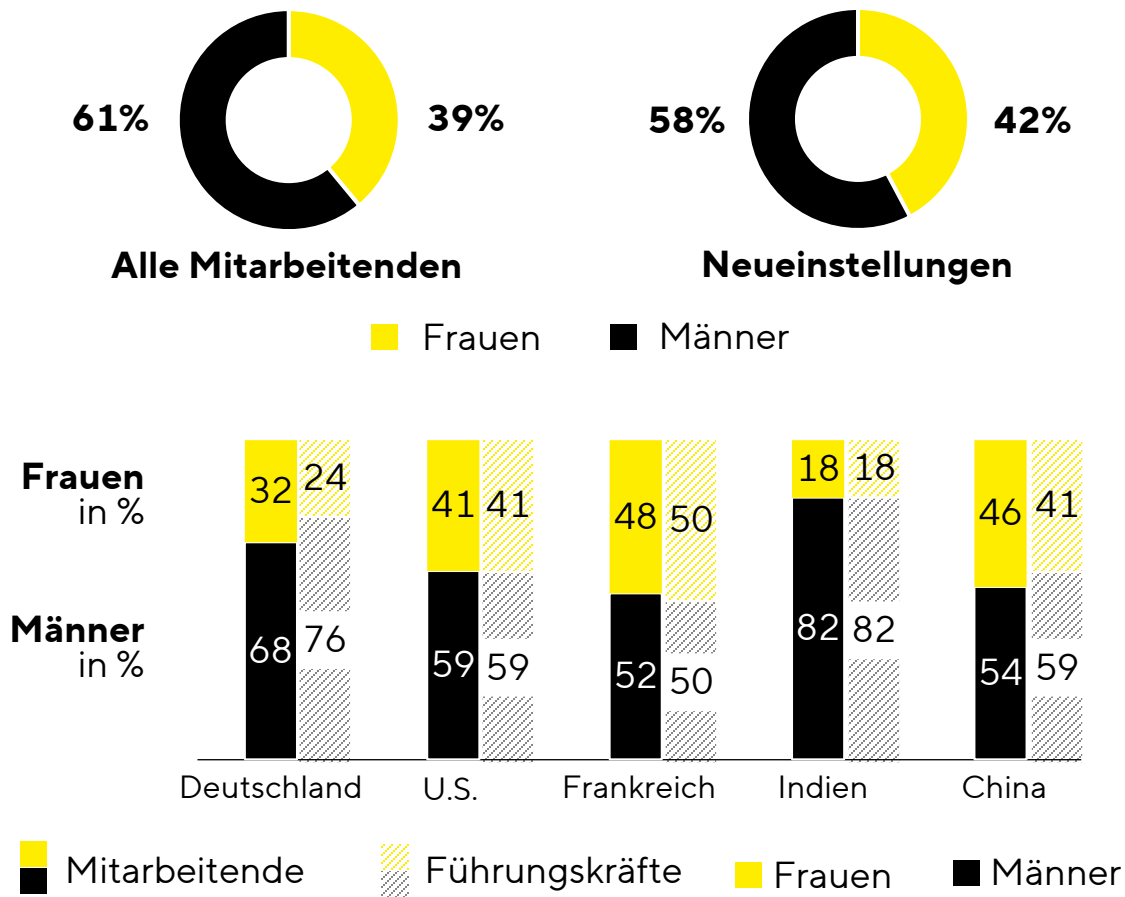
Durchschnittliche Betriebszugehörigkeit in Jahren



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



Geschlechterverteilung | Männer und Frauen konzernweit vertreten



Austausch und Dialog für Frauen fördern

Sartorius Business Women Association

Das Netzwerk dient dazu, Frauen über alle Regionen hinweg zu vernetzen und soll die Gleichstellung der Geschlechter in Führungspositionen bei Sartorius unterstützen. Alle Mitarbeitenden sind eingeladen dem Netzwerk beizutreten.

Partnerschaft mit globaler gemeinnütziger Organisation

Seit 2021 ist Sartorius Unternehmenspartner der Healthcare Businesswomen's Association und bietet interessierten Mitarbeitenden Zugang zum Netzwerk der Organisation.



Förderung der Gleichstellung und Sensibilisierung für Vielfalt und Inklusion

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

Das Komitee fördert DEIB in den USA durch Öffentlichkeitsarbeit, Partnerschaften, Veranstaltungen und Schulungen. Bisher haben mehr als 800 Mitarbeiter Emtrams Unconscious Bias Awareness Training absolviert.

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.



Partnerschaften im Namen von Vielfalt und Inklusion



Initiative zur Berufs-
und Studienwahl