

Simplifying Progress

Diversity Fact Sheet

Sartorius 2023

SARTORIUS

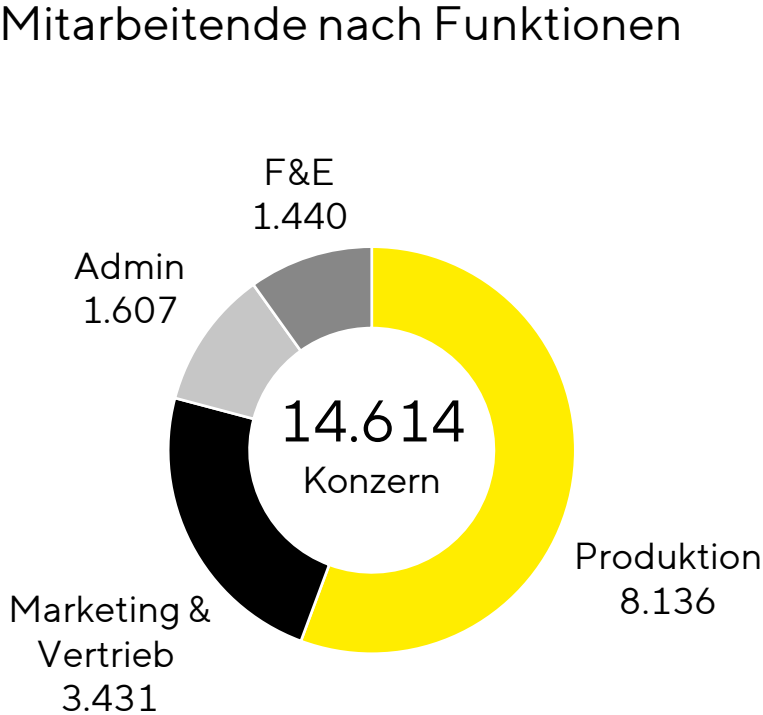
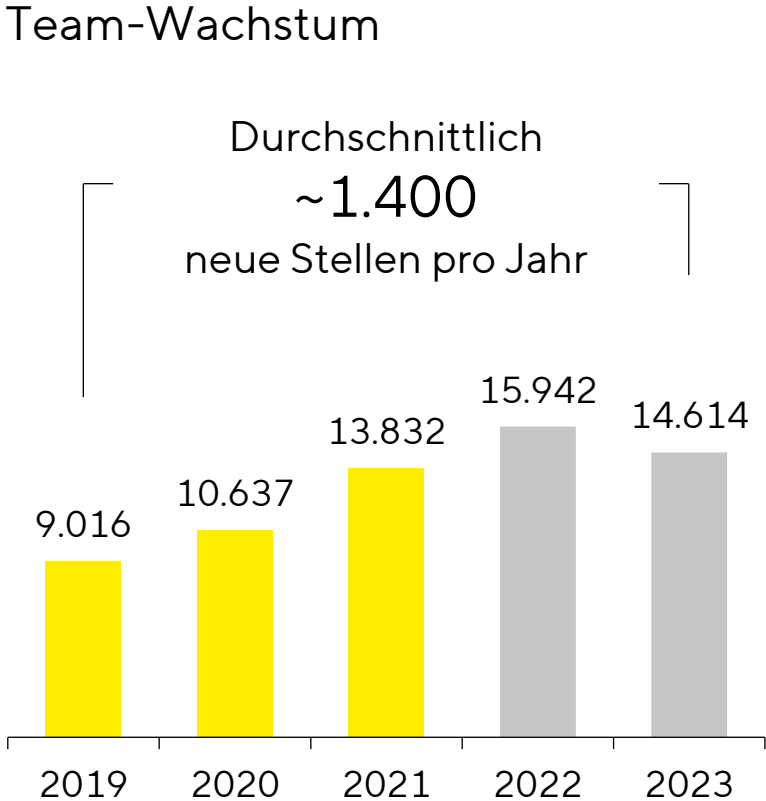
„Für Sartorius ist Vielfalt nicht nur eine Statistik. Sie ist Teil unserer Unternehmenskultur. Wir fördern Vielfalt, weil wir davon überzeugt sind, dass sie uns lehrt, offener zu sein. Und Offenheit ist für uns eine Grundvoraussetzung für Erfolg.“

Joachim Kreuzburg, CEO

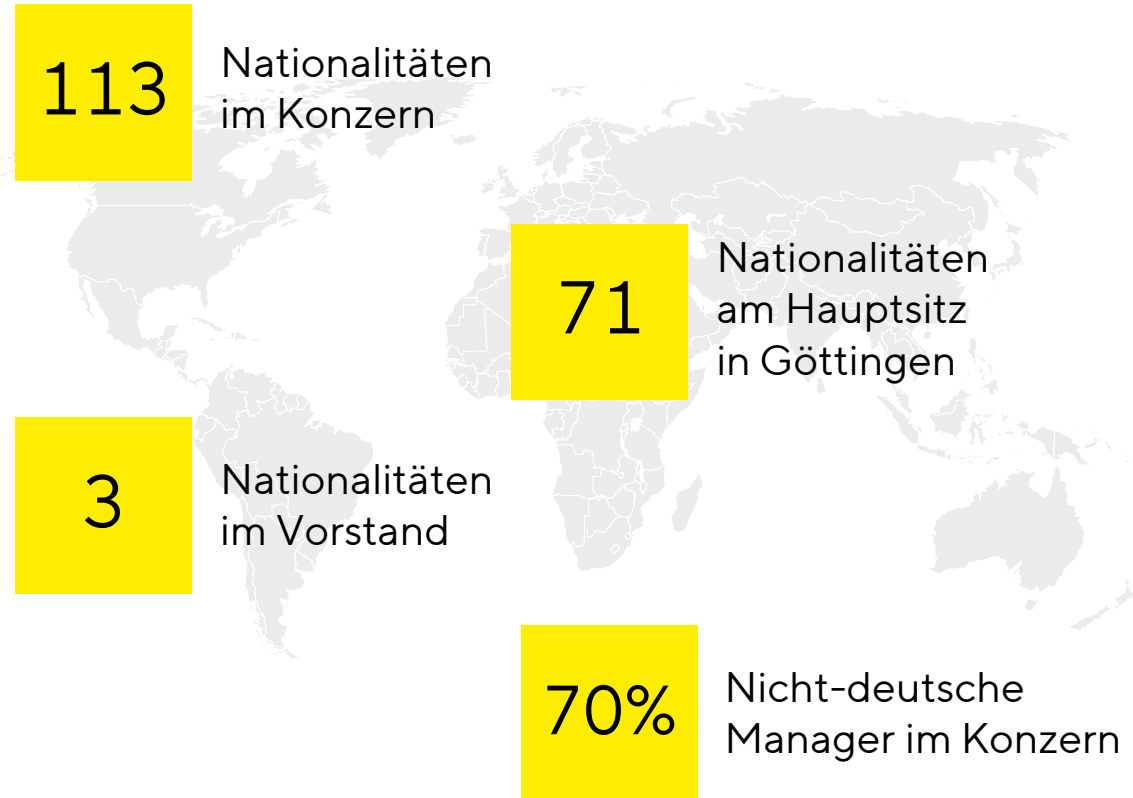


Willkommen | 858 neue Mitarbeitende in 2023

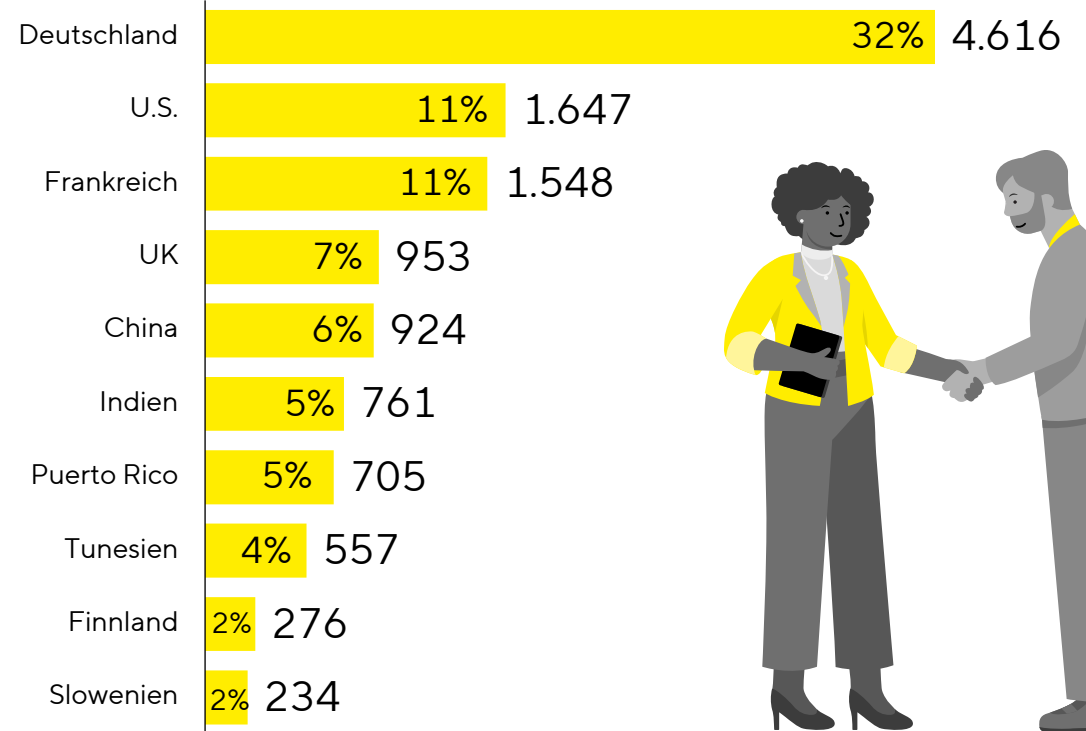
- 858 | Neueinstellungen in 2023
- 264 | Neue Mitarbeitende über Fusionen & Akquisitionen in 2023
- 2.472 | Durchschnittliche Einstellungen jährlich 2019-2023
- 42% | Mitarbeitende mit Hochschulabschluss



Nationalitäten | Sartorius vereint Menschen aus 113 Nationen

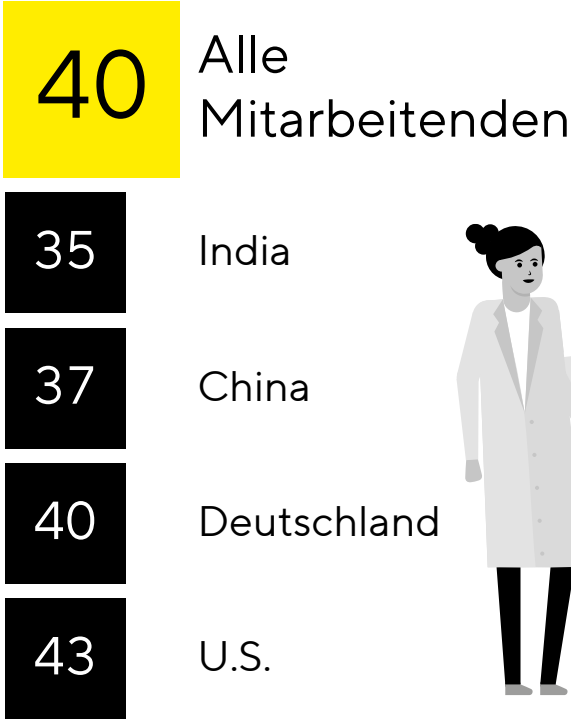


Top 10 Nationalitäten – Anteil und Anzahl

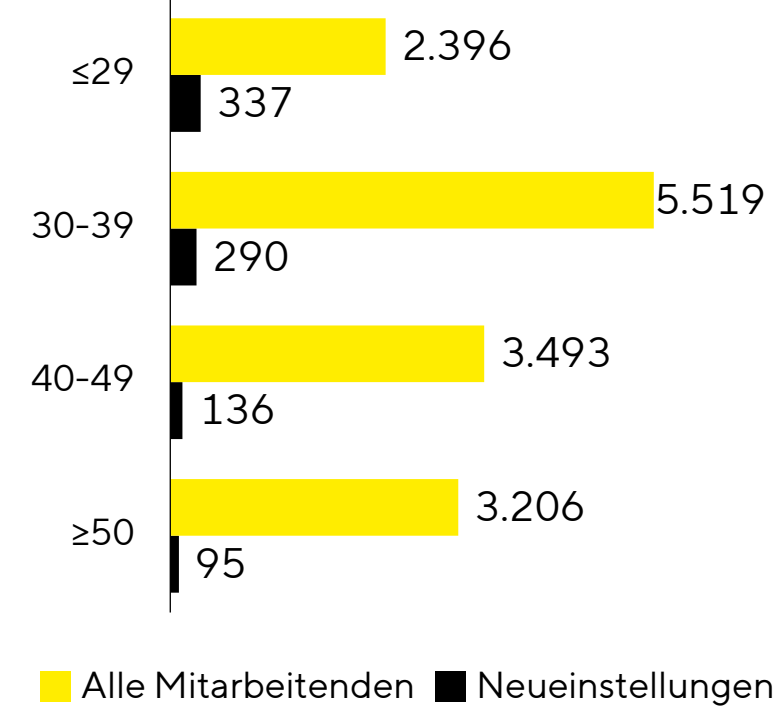


Alter | Junge Talente und erfahrene Fachkräfte prägen unser Team

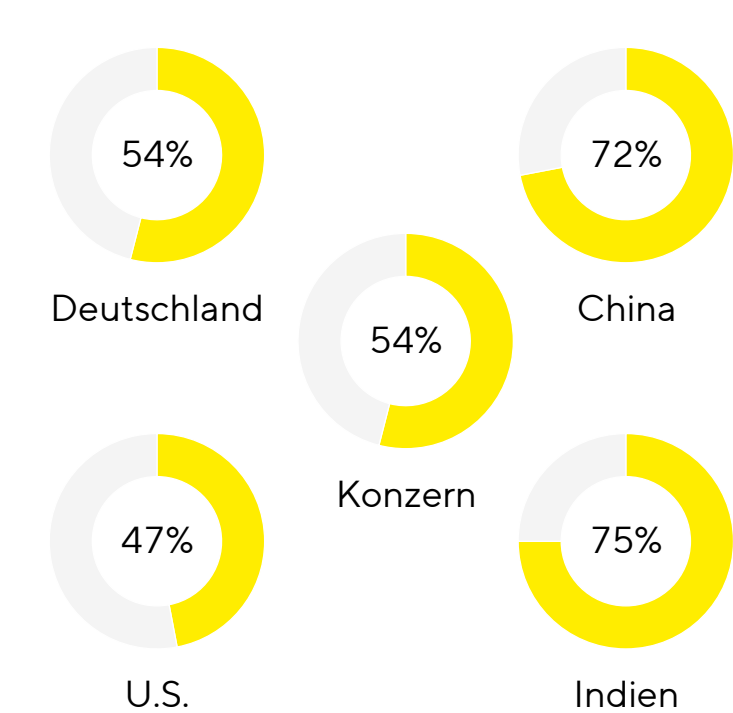
Durchschnittsalter



Anzahl Mitarbeitende nach Alter

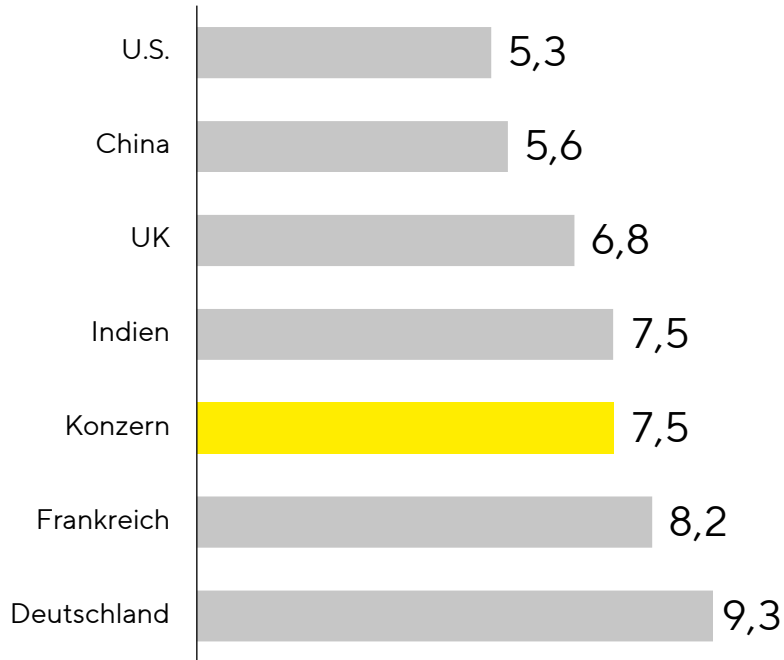


Anteil Mitarbeitende <40 Jahren

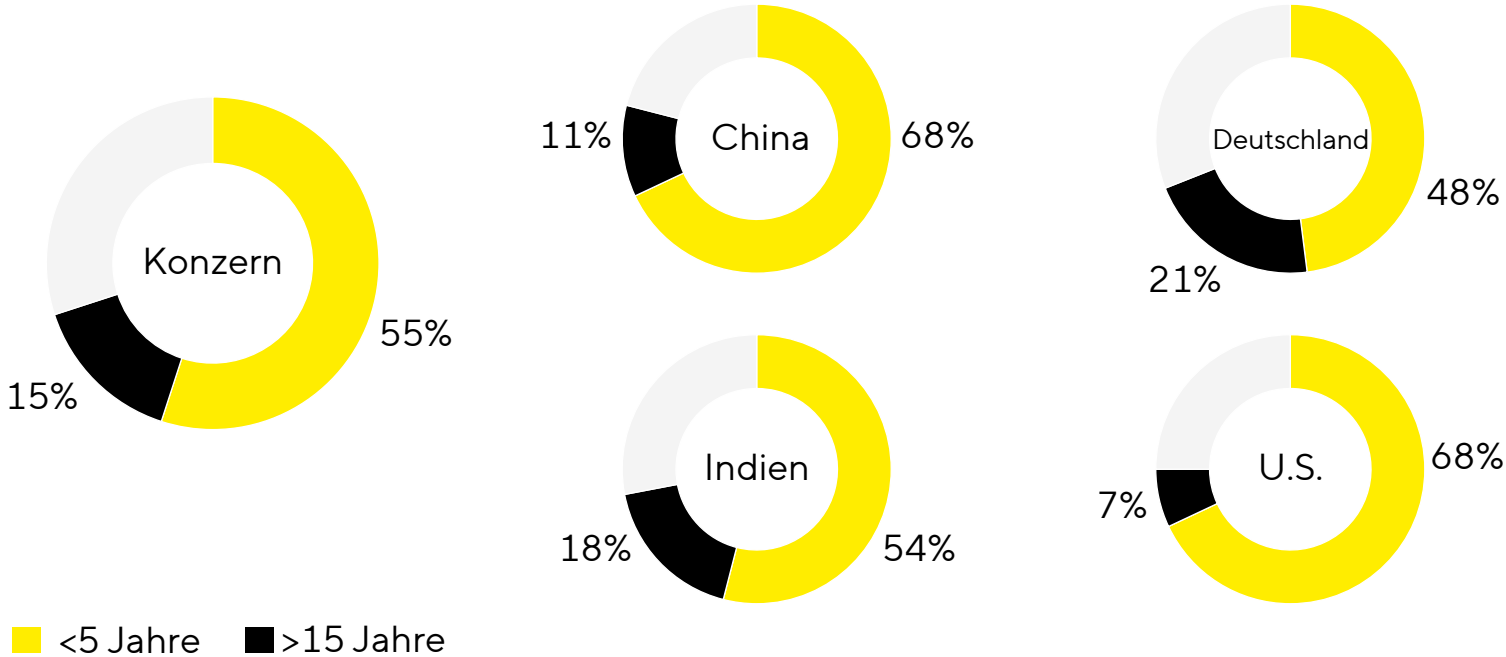


Betriebszugehörigkeit | Mix aus Erfahrung und frischen Ideen

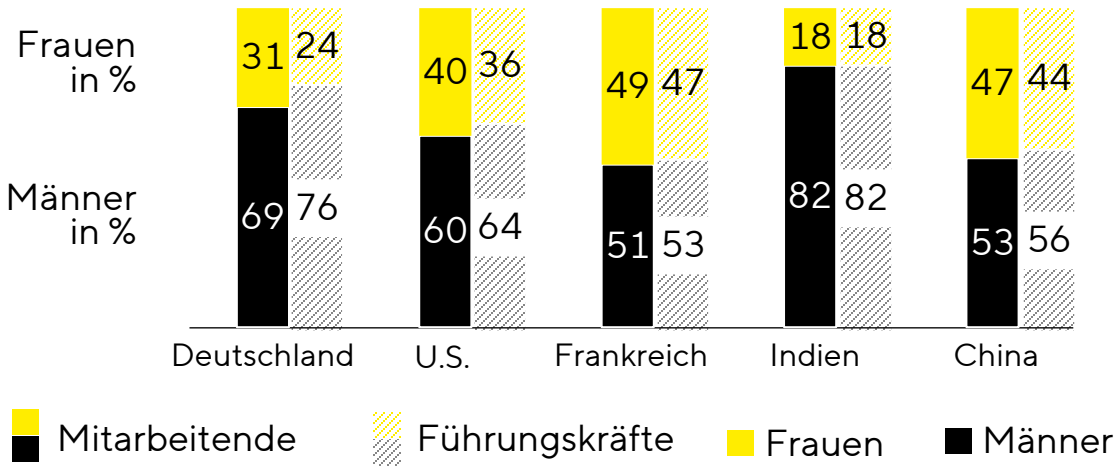
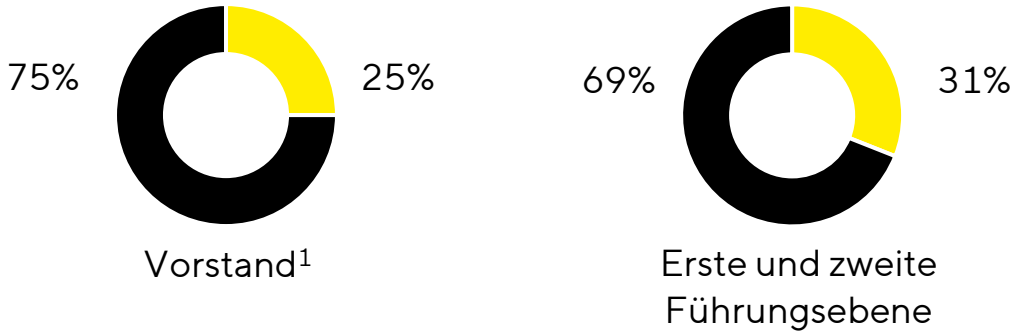
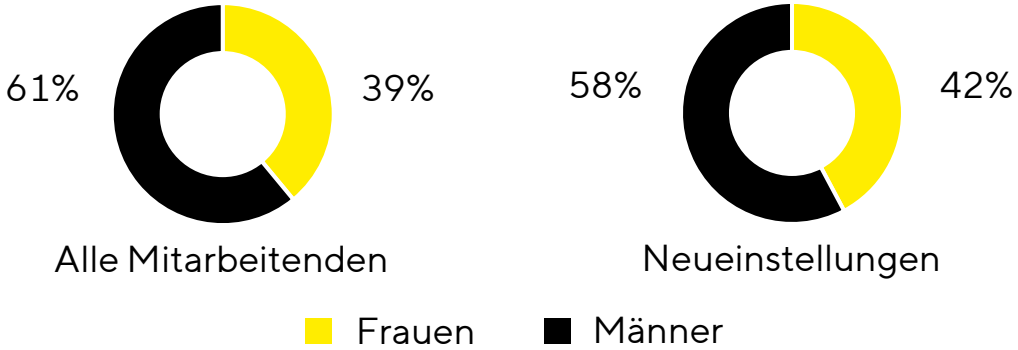
Durchschnittliche Betriebszugehörigkeit in Jahren



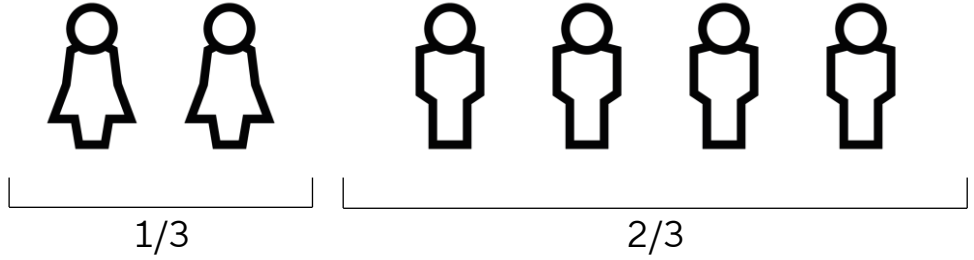
Anteil von Mitarbeitenden mit einer Betriebszugehörigkeit von mehr als 15 und weniger als 5 Jahren



Geschlechterparität | Frauenanteil auf dem richtigen Weg



Ziel für 2025: Ein Drittel Frauen in den beiden Führungsebenen unterhalb des Vorstands



¹ ab 1. April 2024

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.

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