

# SARTORIUS

## Simplifying Progress

## Diversity Fact Sheet

Sartorius 2022



---

“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

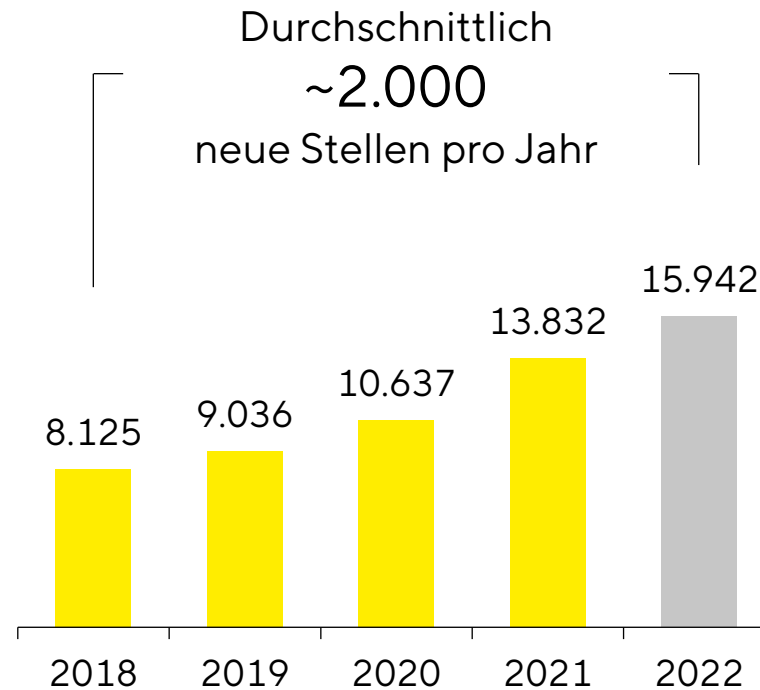
---



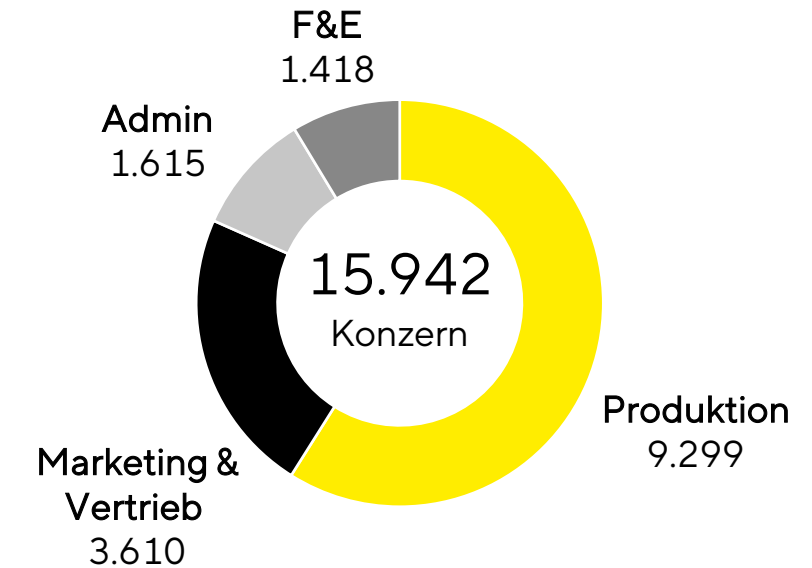
# Willkommen | 3.897 neue Mitarbeitende in 2022

- 3.652 | Neueinstellungen in 2022
- 245 | Neue Mitarbeitende über Fusionen & Akquisitionen in 2022
- 2.593 | Durchschnittliche Einstellungen jährlich 2018-2022
- 60% | Mitarbeitende mit Hochschulabschluss

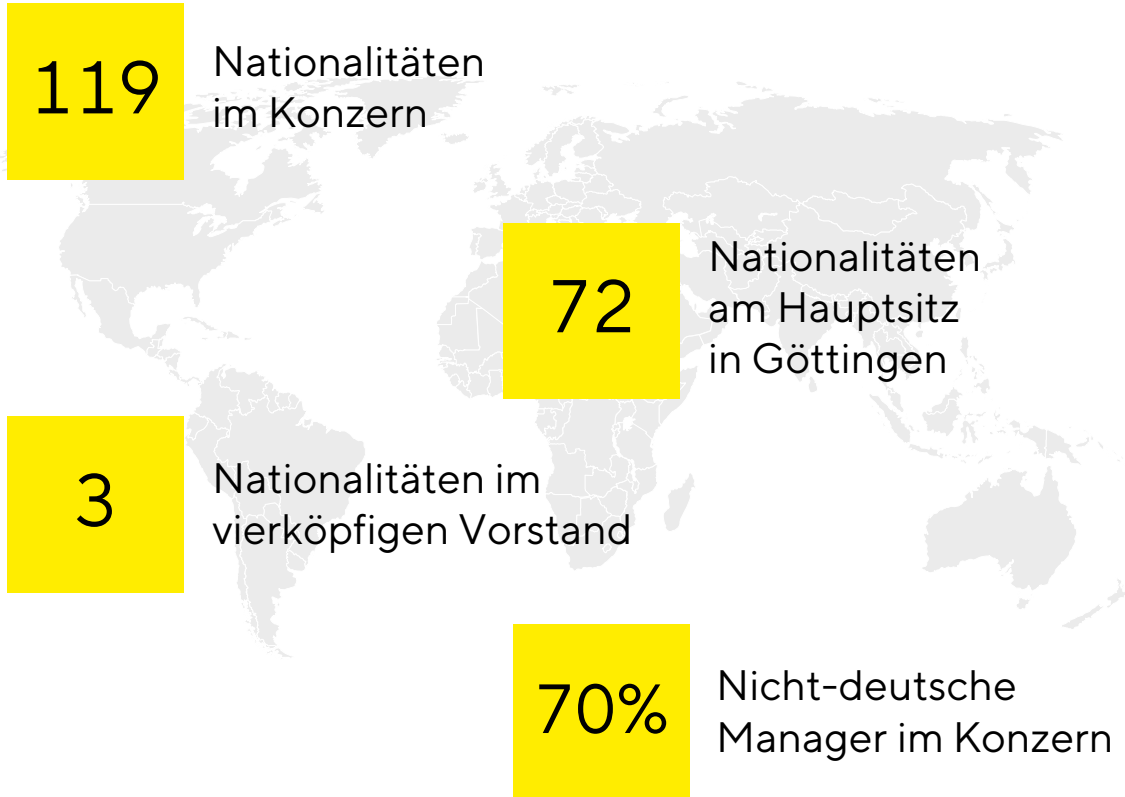
## Team-Wachstum



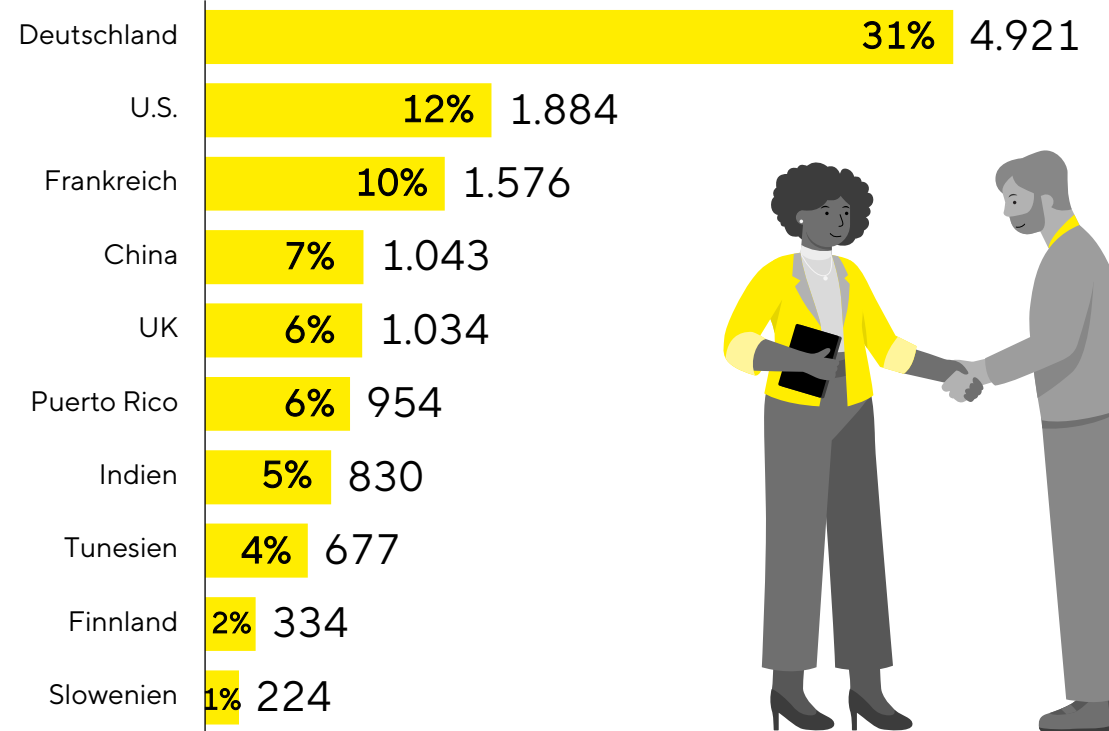
## Mitarbeitende nach Funktionen



# Nationalitäten | Sartorius vereint Menschen aus 119 Nationen

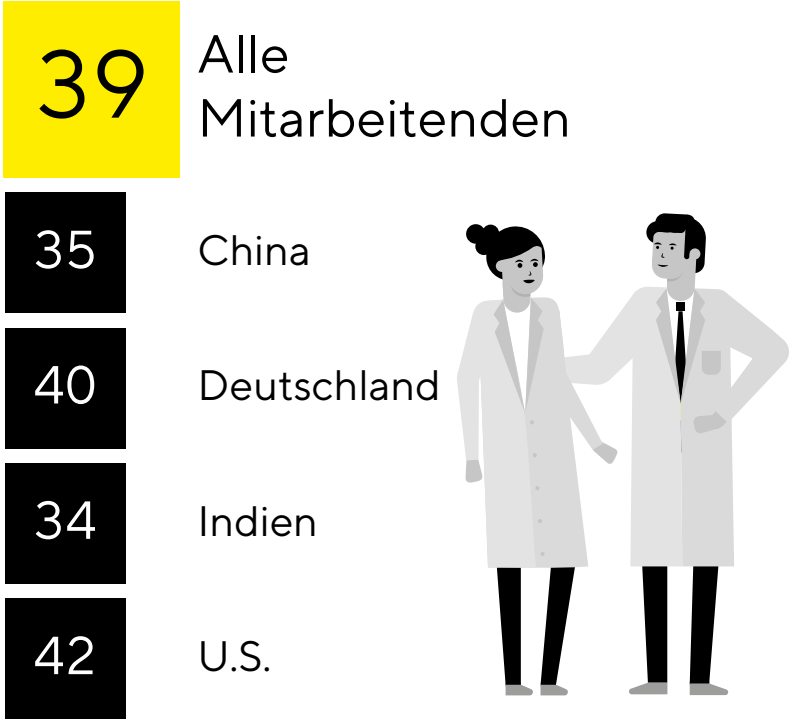


## Top 10 Nationalitäten – Anteil und Anzahl

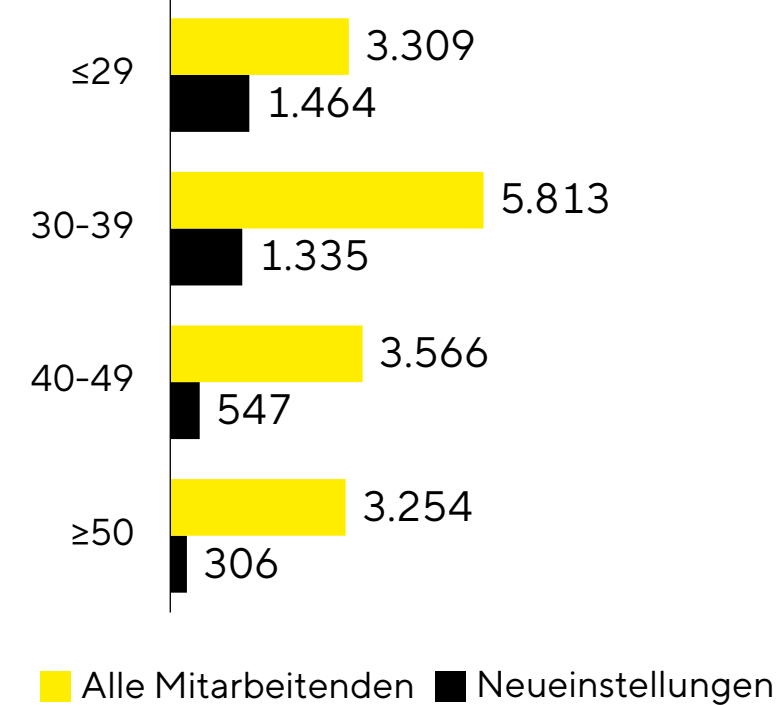


# Alter | Aufstrebende Talentmärkte in China und Indien, Mitarbeitende 40+ bleiben entscheidender Faktor

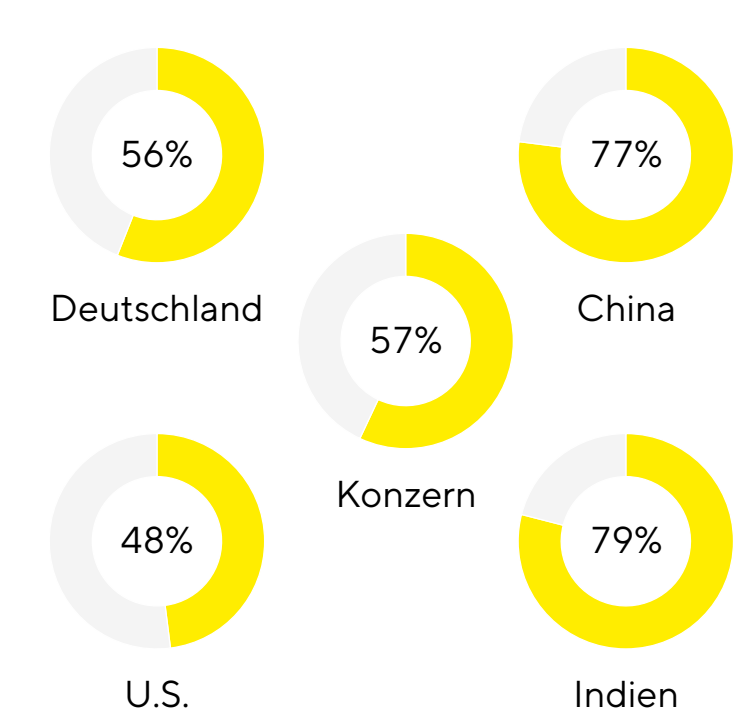
## Durchschnittsalter



## Anzahl Mitarbeitende nach Alter

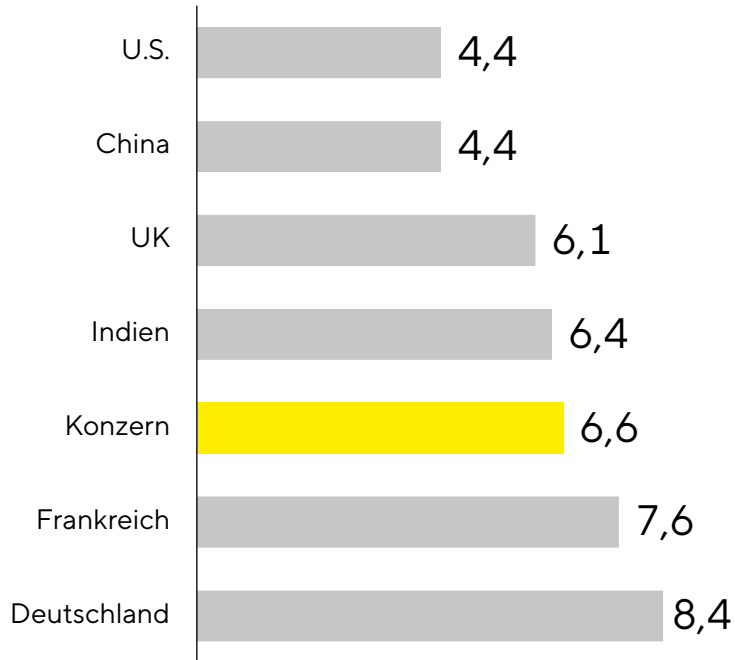


## Anteil Mitarbeitende <40 Jahren

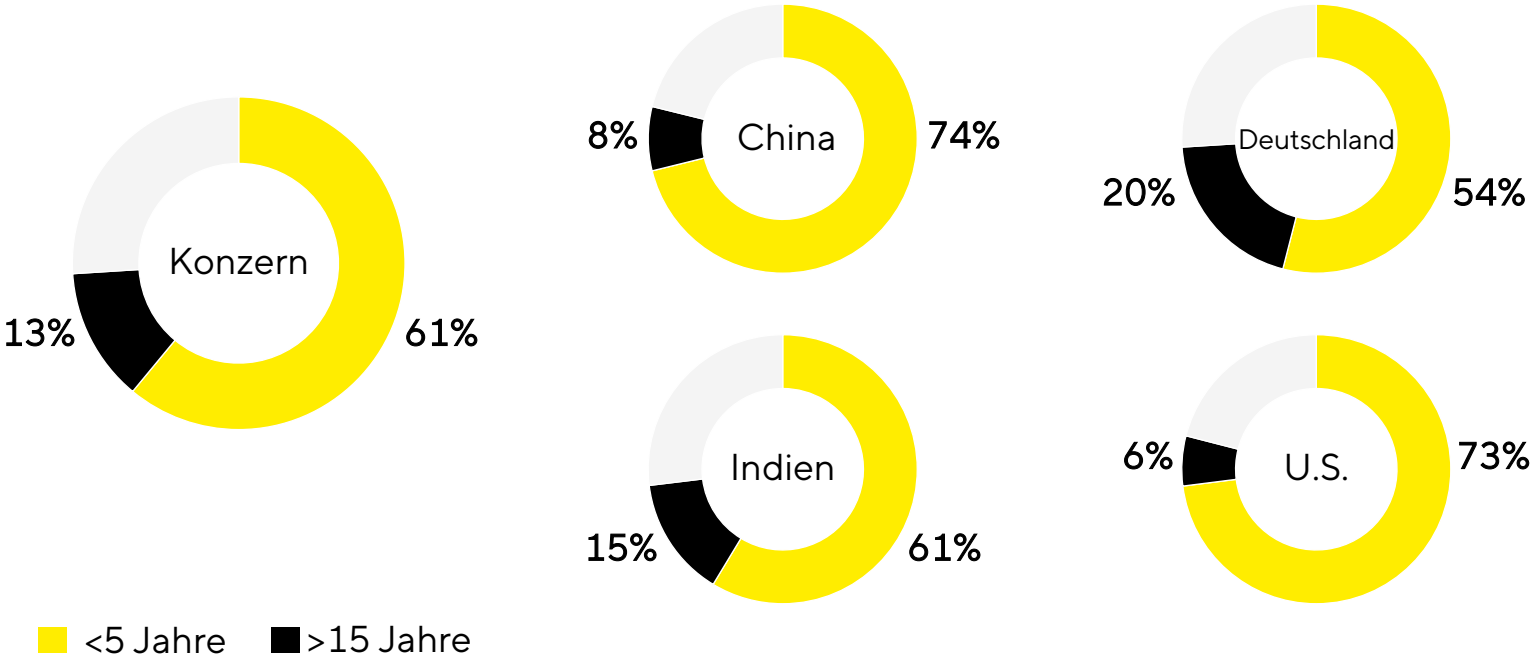


# Betriebszugehörigkeit | Mix aus Erfahrung und frischen Ideen

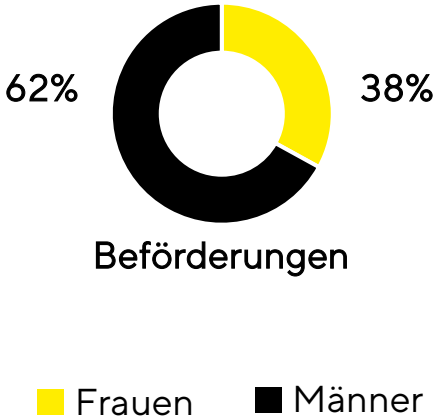
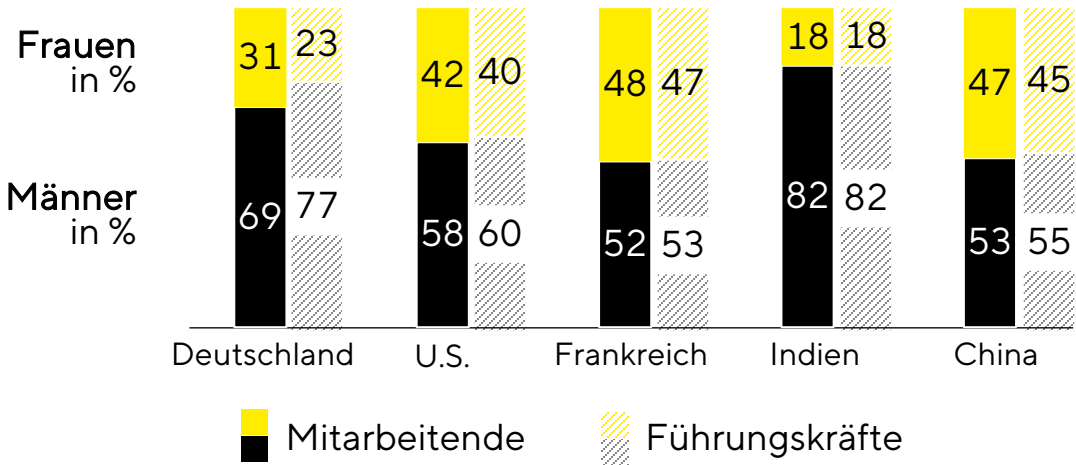
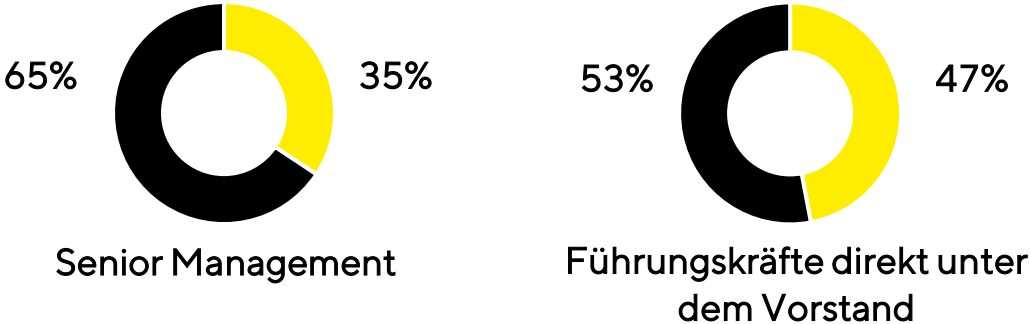
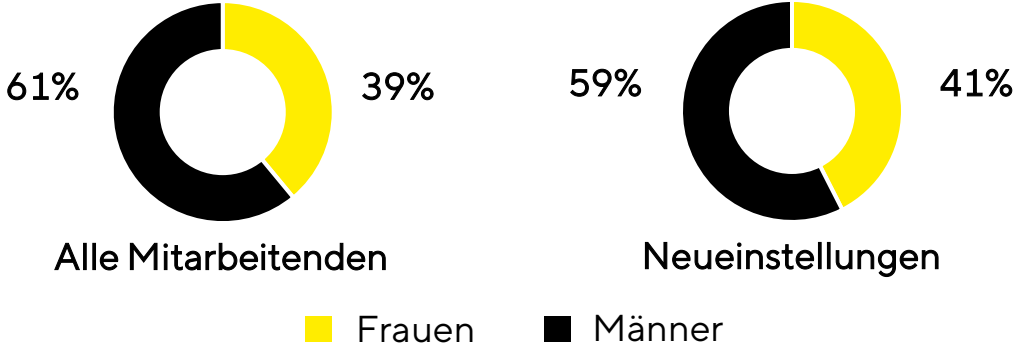
Durchschnittliche Betriebszugehörigkeit in Jahren



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



# Geschlechterparität 47% Weibliche Führungskräfte direkt unter dem Vorstand



# 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.

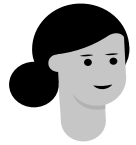


# Partnerschaften im Namen von Vielfalt und Inklusion



Initiative zur Berufs- und Studienwahl

# Zufriedenheit der Mitarbeitenden halbjährlich erfasst: 80% Teilnahme

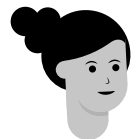


91%

finden, dass sie zur Mission des Unternehmens beitragen

84%

stimmen zu, dass Sartorius Vielfalt respektiert und stärkt



85%

sind stolz, für Sartorius zu arbeiten

81%

finden, die Arbeitsbedingungen ermöglichen es ihnen, jeden Tag ihr Bestes zu leisten

82%

erleben ihr Team als stabil und zuverlässig

84%

arbeiten gerne bei Sartorius

## Meine Führungskraft unterstützt meine Entwicklung

