

Simplifying Progress

## Diversity Fact Sheet

Sartorius 2024

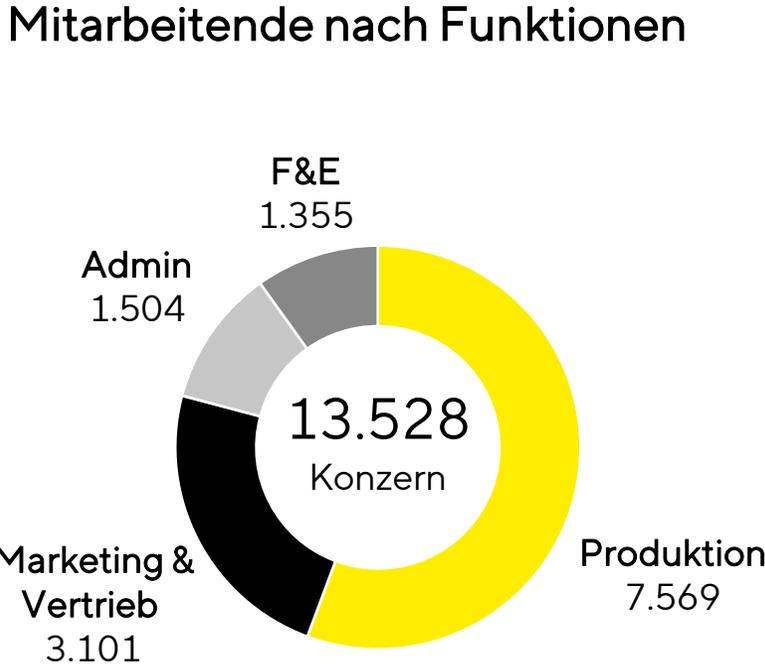
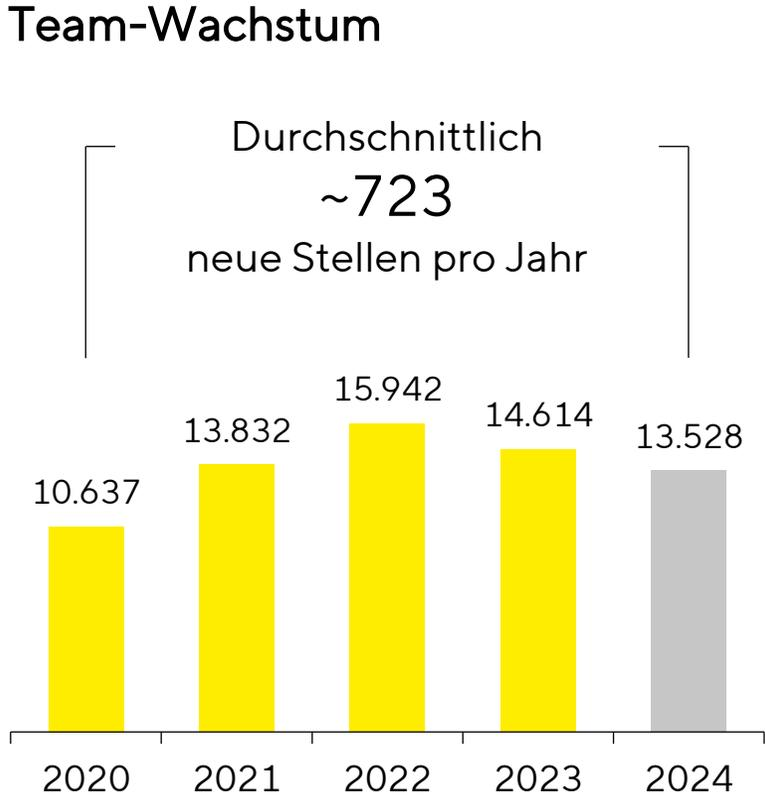
**SARTORIUS**

# Willkommen | 724 neue Mitarbeitende in 2024

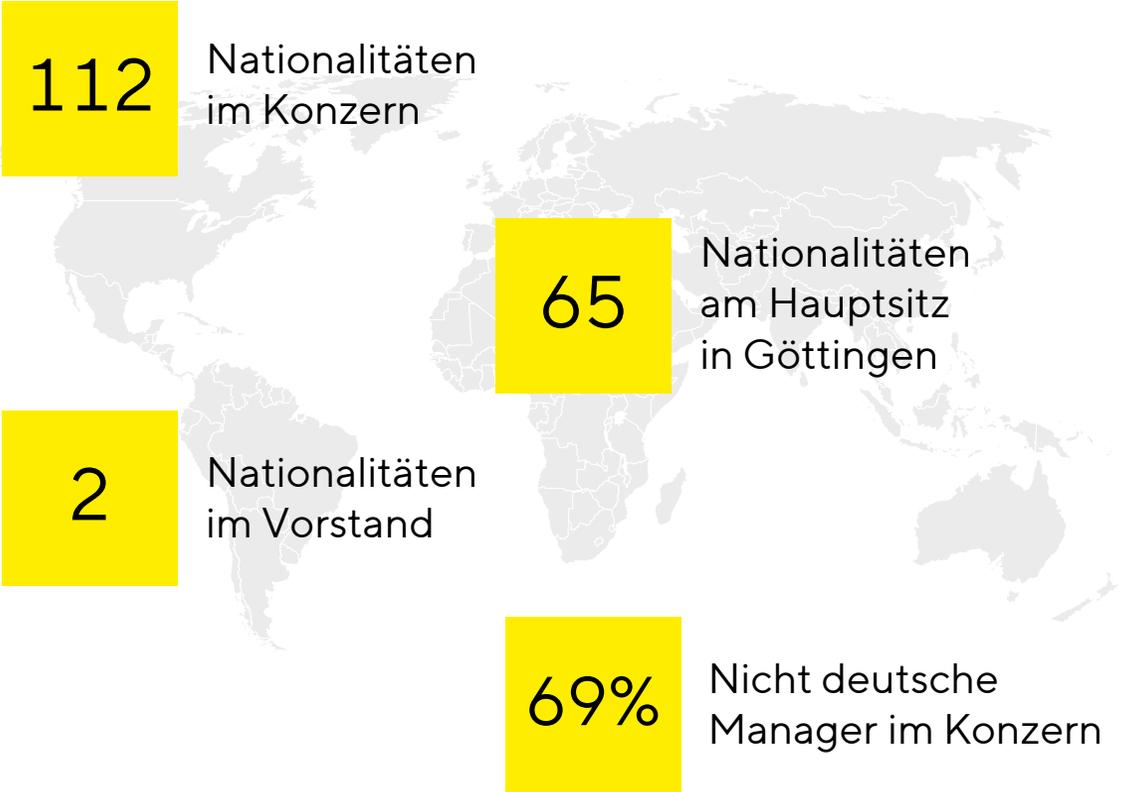
724 | Neueinstellungen in 2024

2.330 | Durchschnittliche Einstellungen jährlich 2020-2024

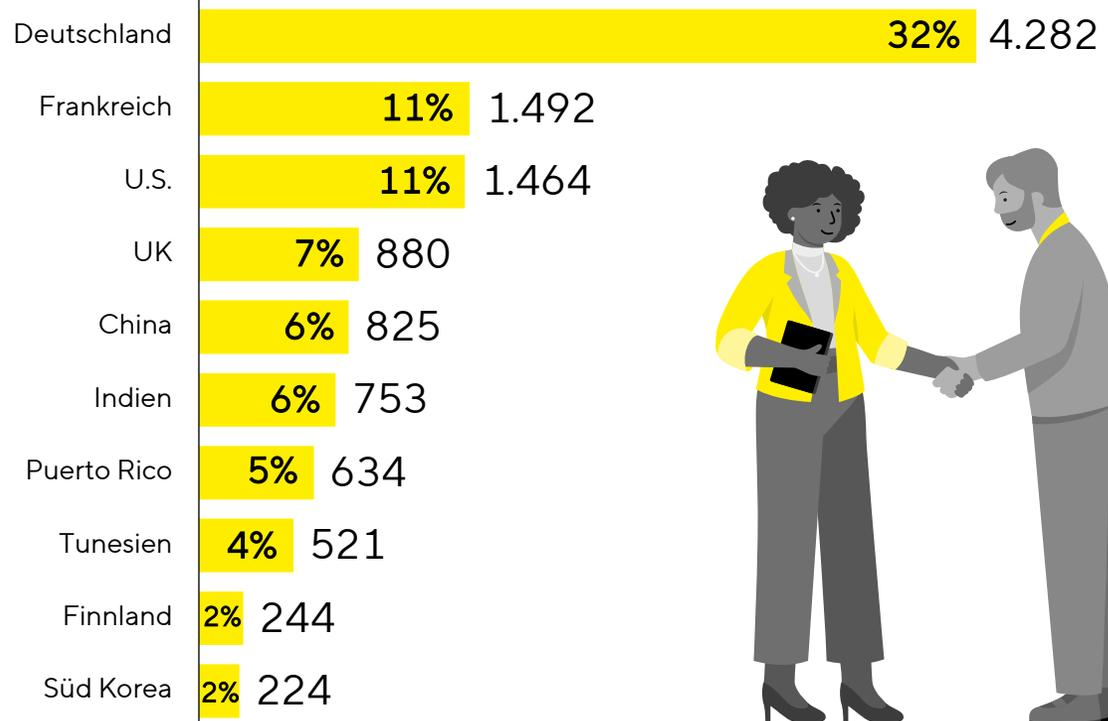
43% | Mitarbeitende mit Hochschulabschluss



# Nationalitäten | Sartorius vereint Menschen aus 112 Nationen

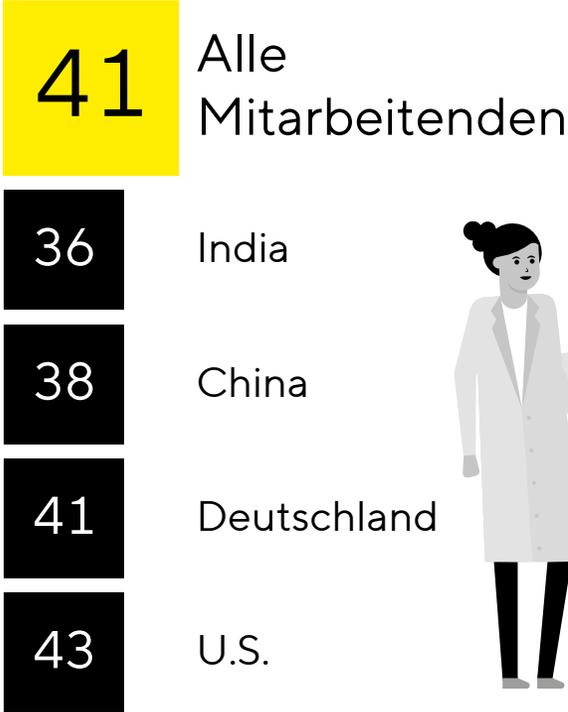


## Top 10 Nationalitäten – Anteil und Anzahl

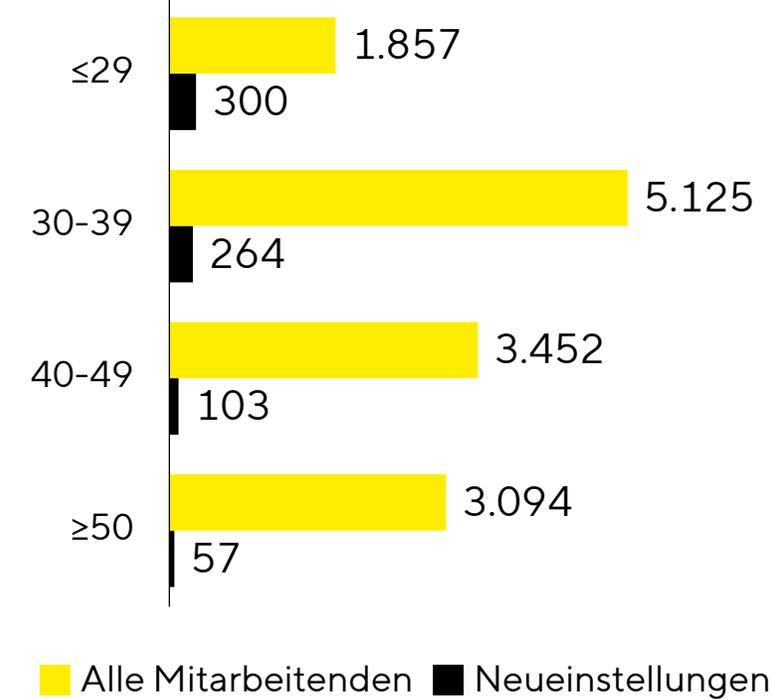


# Alter | Junge Talente und erfahrene Fachkräfte prägen unser Team

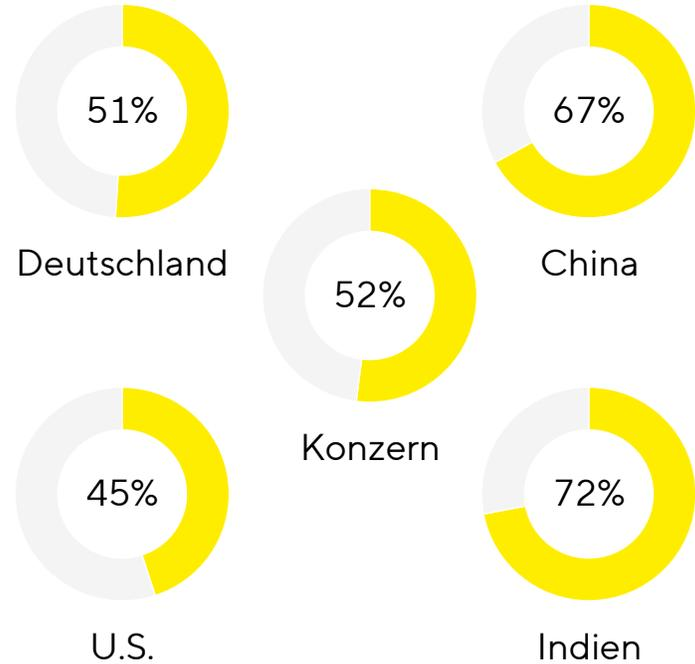
## Durchschnittsalter



## Anzahl Mitarbeitende nach Alter

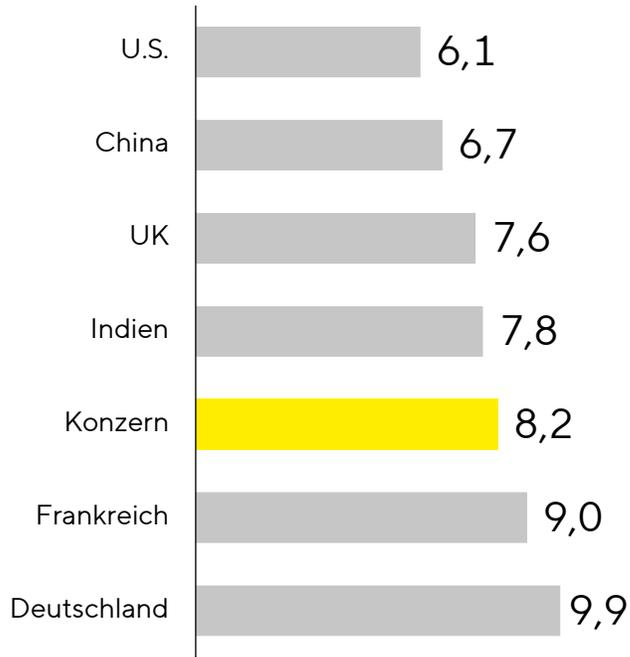


## Anteil Mitarbeitende <40 Jahren

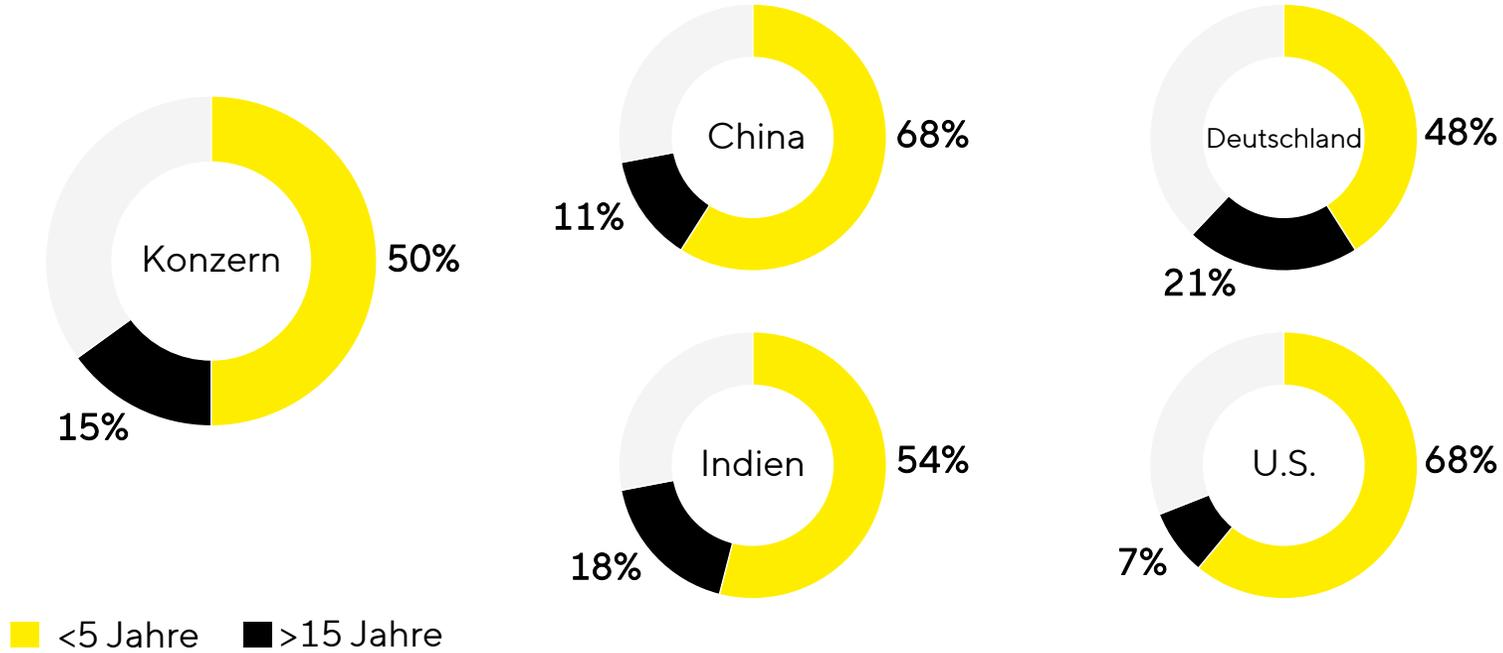


# Betriebszugehörigkeit | Mix aus Erfahrung und frischen Ideen

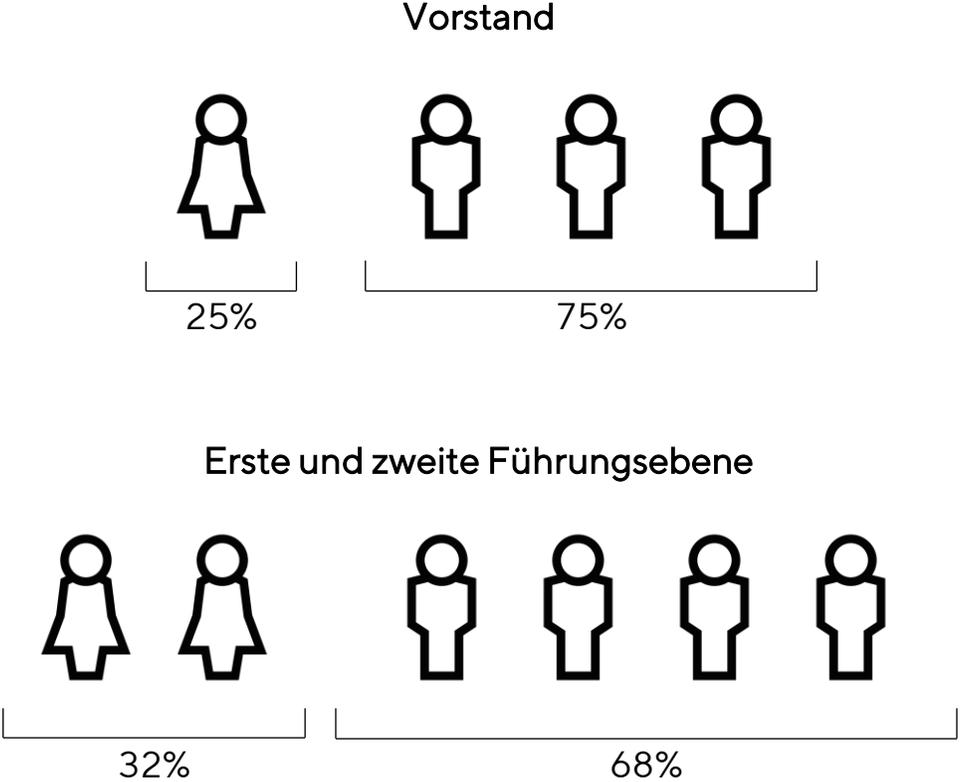
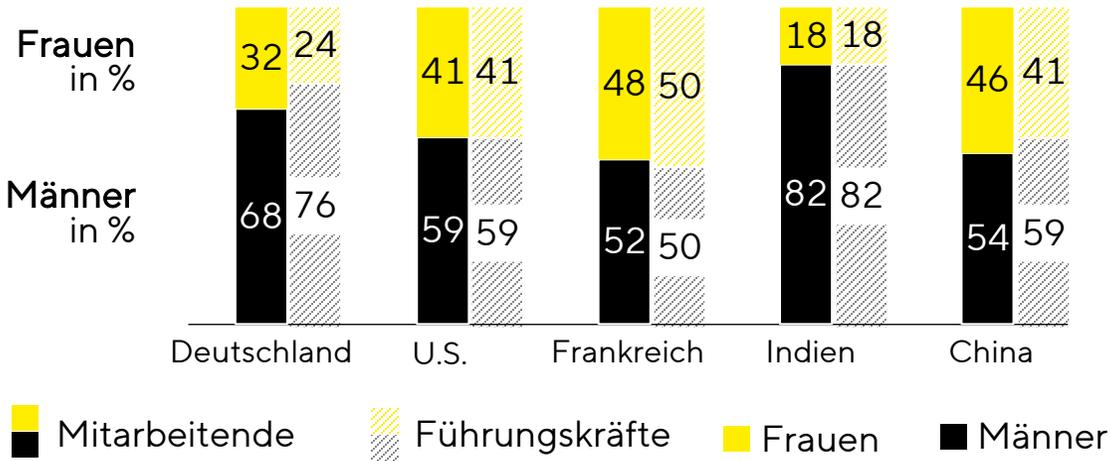
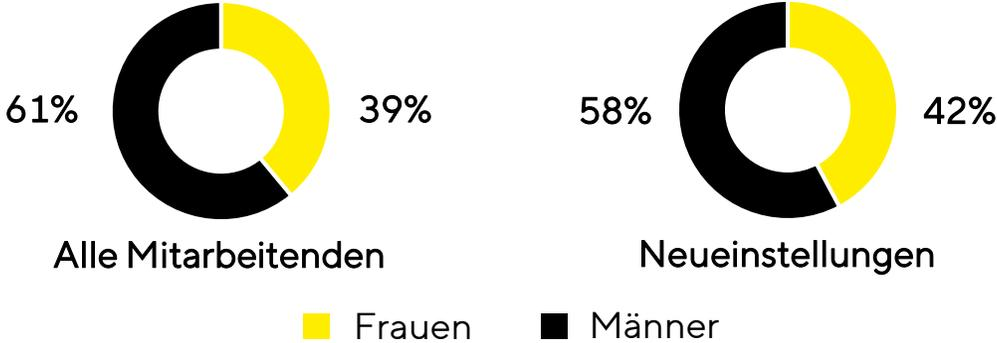
Durchschnittliche Betriebszugehörigkeit in Jahren



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



# Geschlechterparität | Frauenanteil auf dem richtigen Weg



# 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