

Simplifying Progress

Information sur la diversité

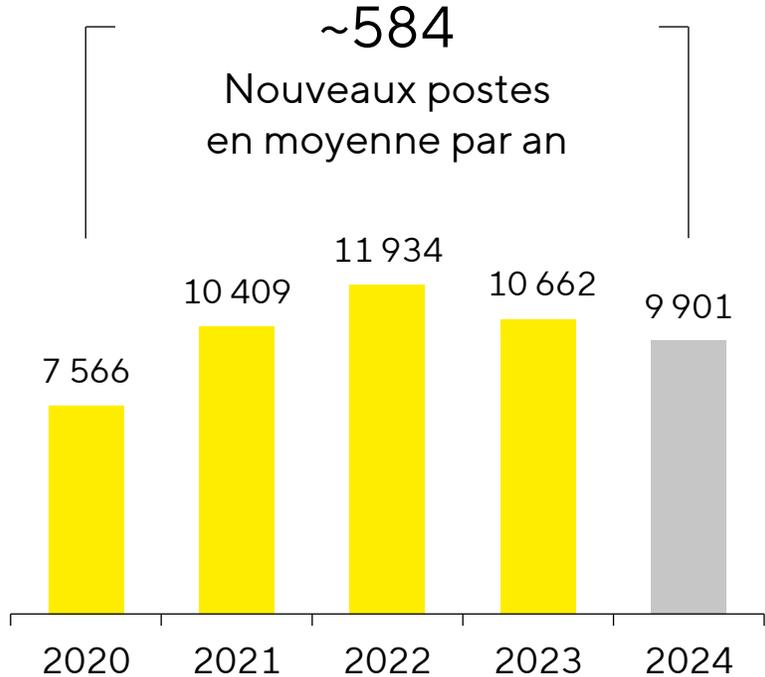
Sartorius Stedim Biotech 2024

SARTORIUS

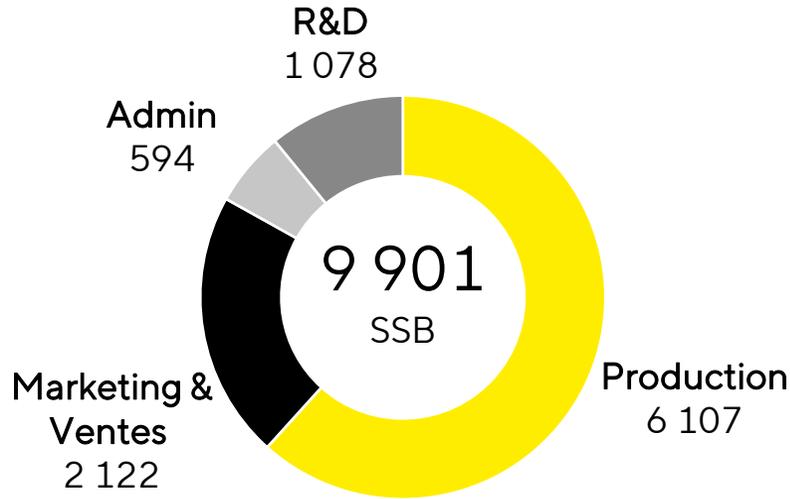
Bienvenue | 542 nouvelles personnes ont rejoint SSB en 2024

- 542 | Nouvelles recrues en 2024
- 1 837 | Nombre moyen d'embauches par an entre 2020-2024
- 41% | Employés ayant une formation supérieure

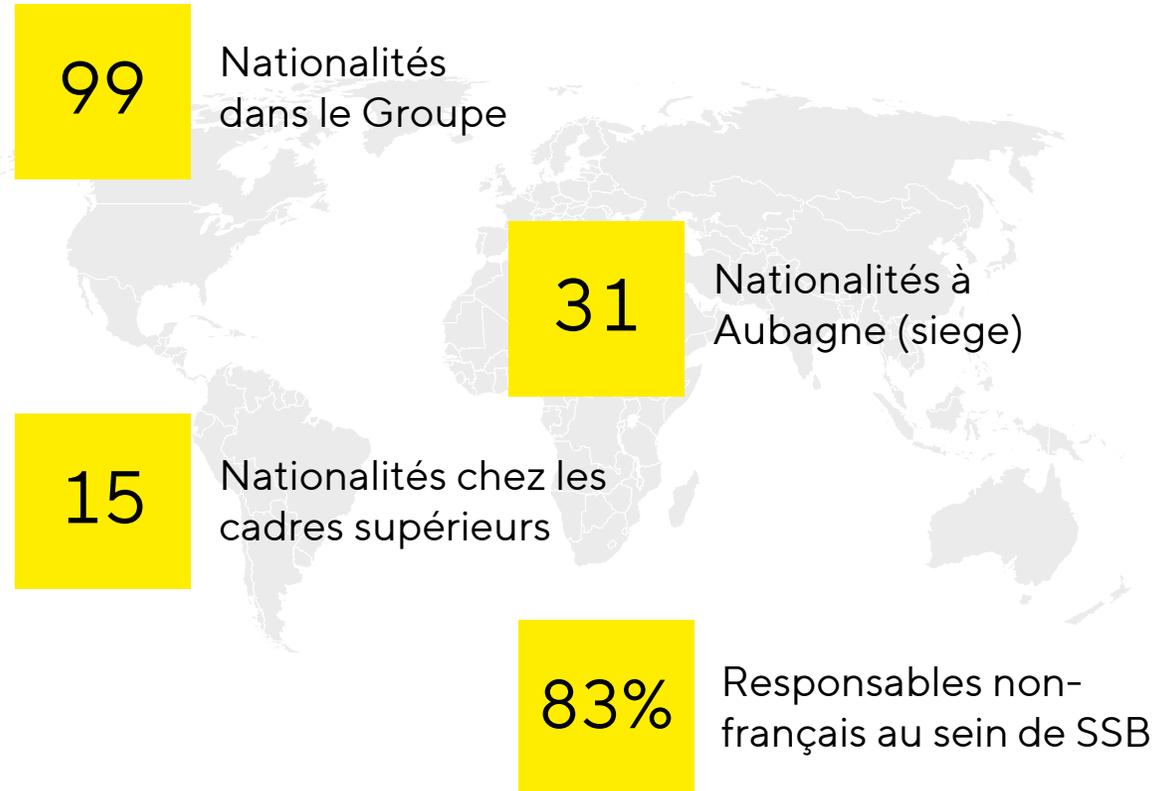
Croissance des effectifs



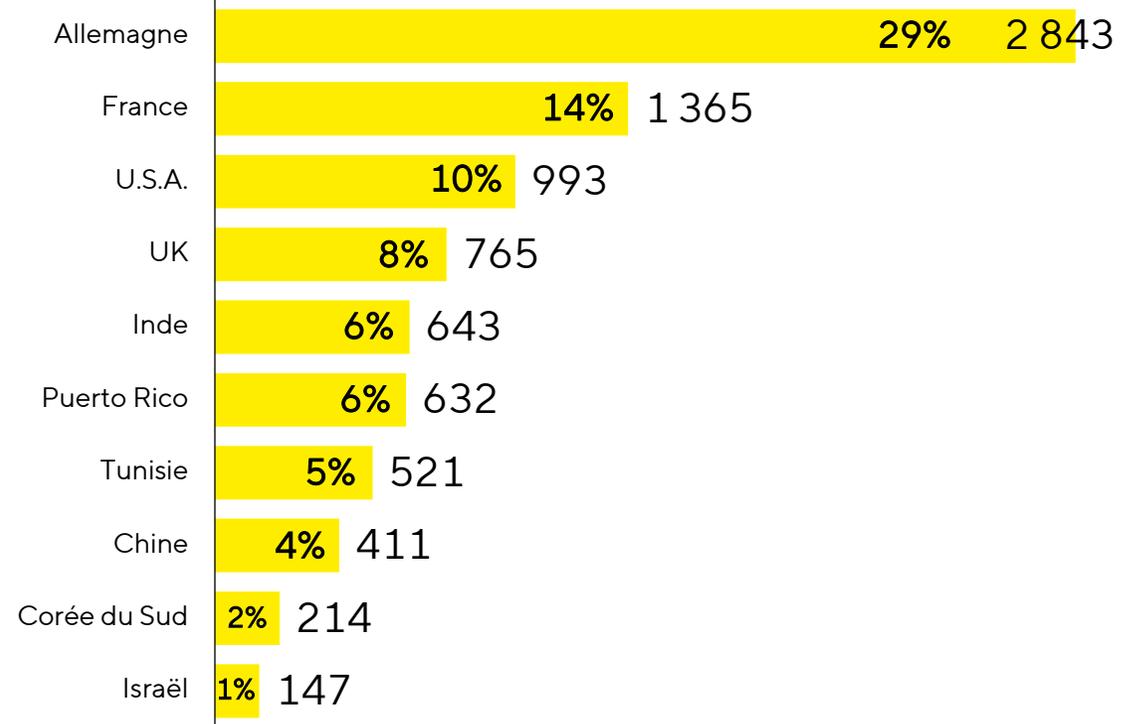
Répartition des employés par fonction



Nationalité | SSB réunit des personnes issues de 99 Nations

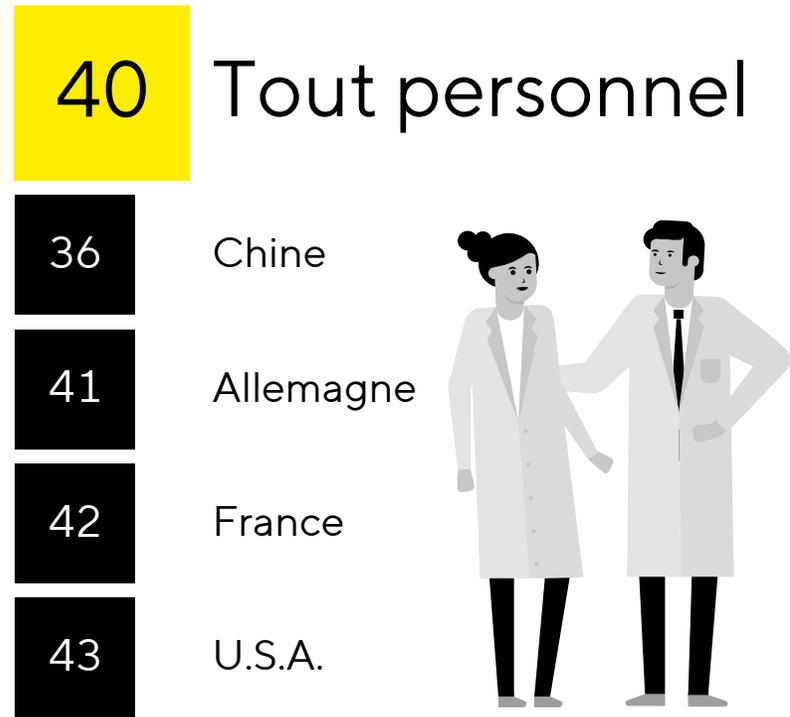


Top 10 des nationalités – Part et nombre d'employés

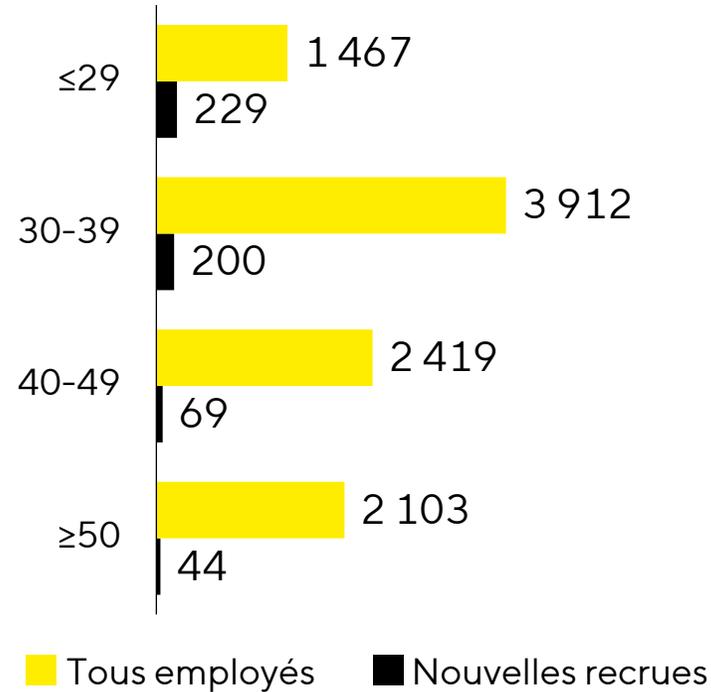


Age | Les jeunes talents et les professionnels expérimentés forment notre main-d'œuvre

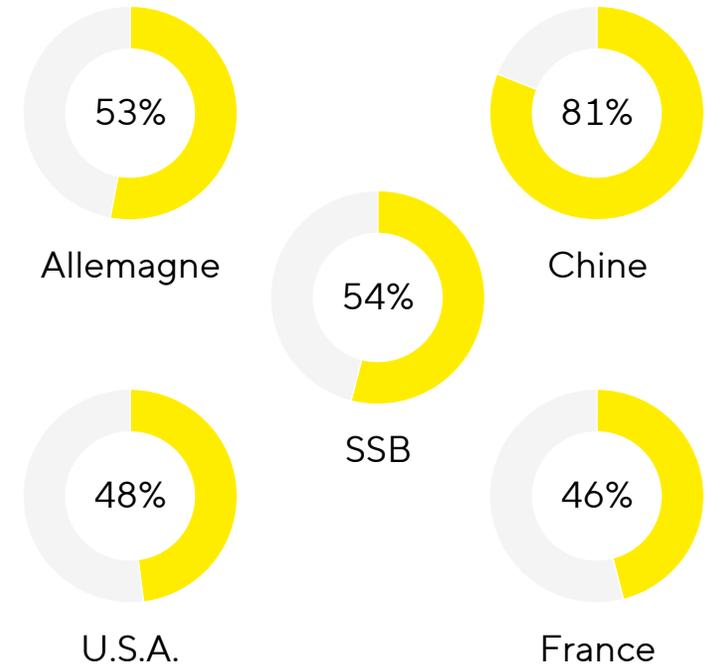
Age moyen



Nombre d'employés par âge

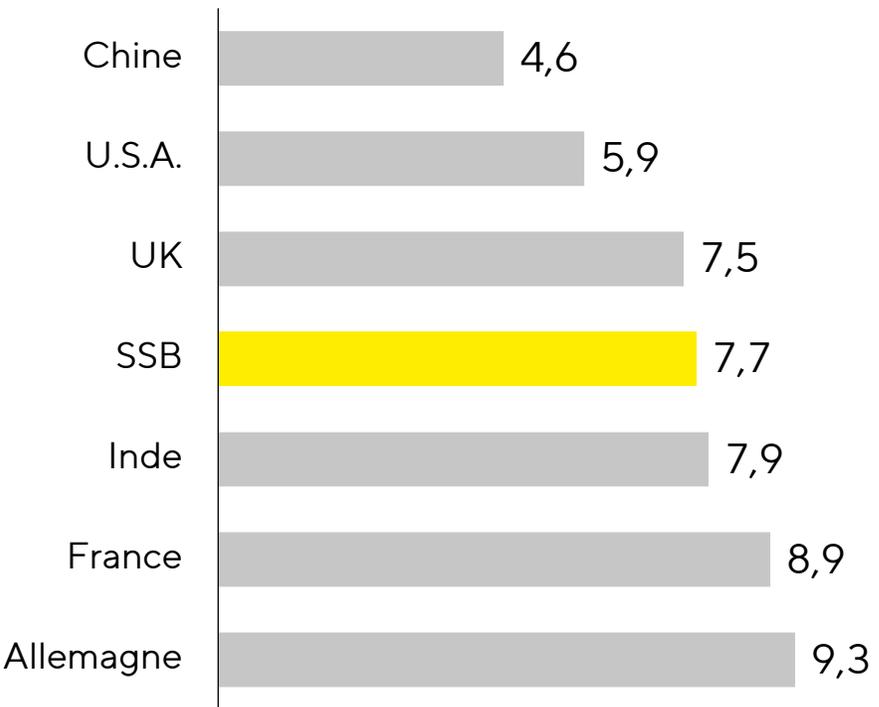


Part du personnel de moins de 40 ans

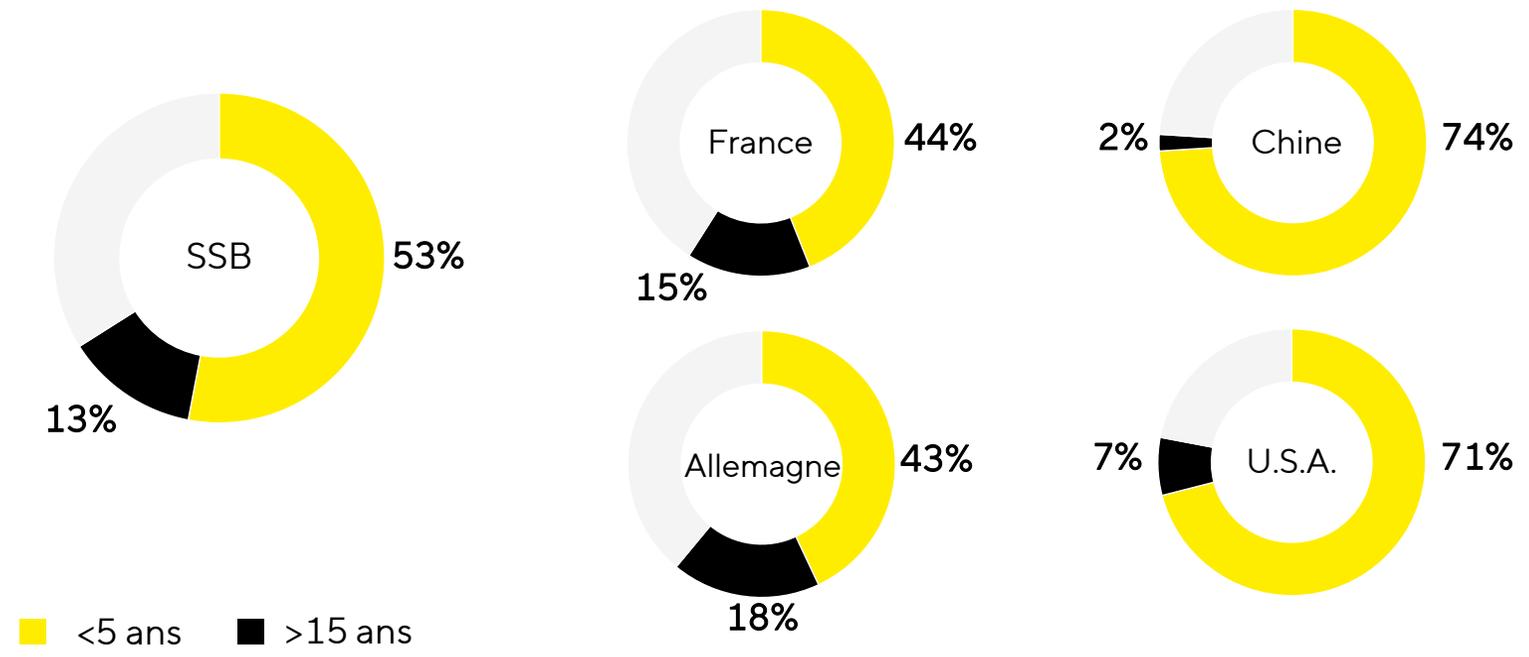


Ancienneté | Mélange d'expérience et d'idées nouvelles

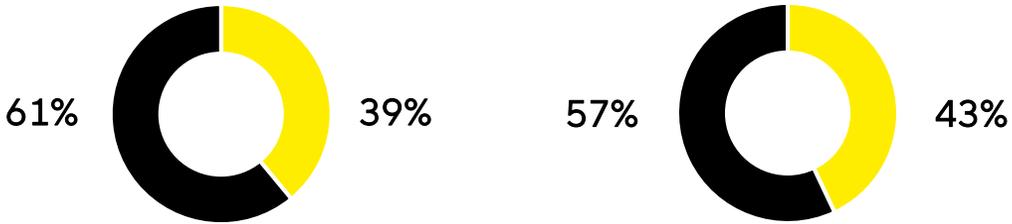
Ancienneté moyenne



Part du personnel ayant une ancienneté supérieure à 15 ans et inférieure à 5 ans

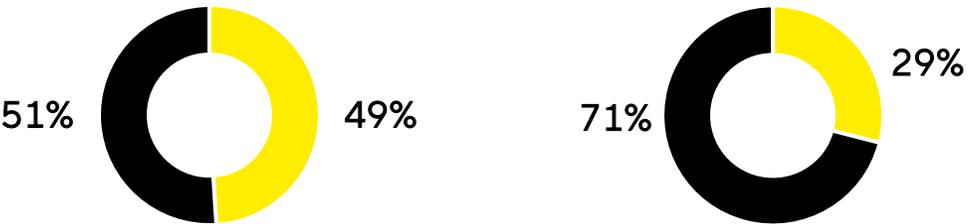


Genre | L'égalité entre les hommes et les femmes va dans la bonne direction

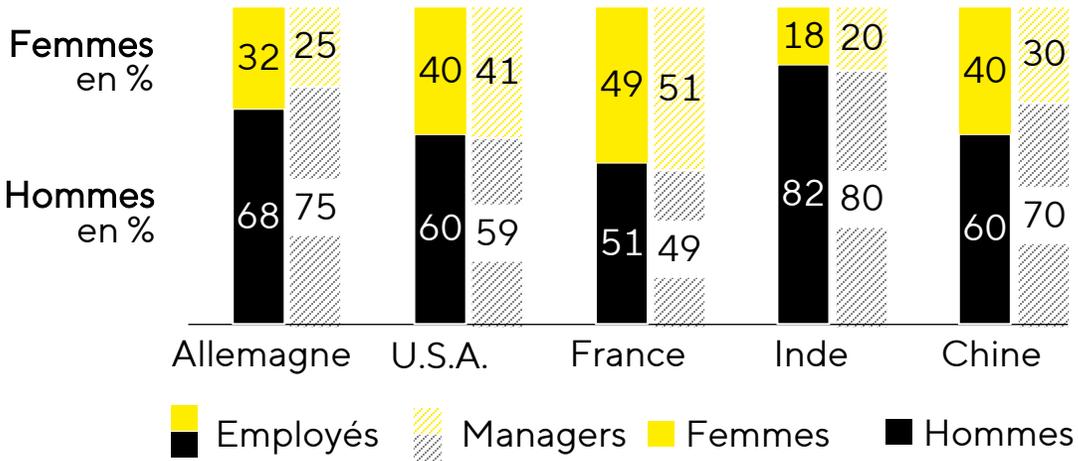


Tous employés Nouvelles recrues

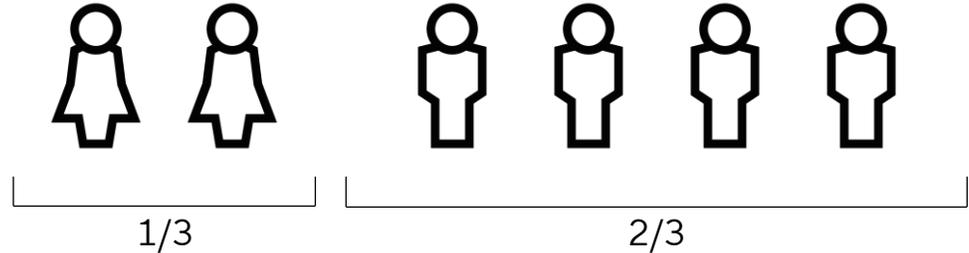
■ Femmes ■ Hommes



Directoire Premier et second niveaux de gestion



Objectif 2025: Un tiers de femmes aux deux niveaux d'encadrement en dessous du conseil d'administration



Favoriser l'échange et le dialogue pour les femmes

Sartorius Business Women Association

Le réseau sert à mettre en relation les femmes de toutes les régions et vise à favoriser la parité hommes-femmes aux postes de direction chez Sartorius.

Partenariat avec une organisation mondiale à but non lucratif

Depuis 2021, Sartorius est une entreprise partenaire de la Healthcare Businesswomen's Association, permettant aux employés intéressés d'accéder au réseau de l'organisation.



Promouvoir l'égalité et sensibiliser à la diversité et à l'inclusion

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

Le comité promeut DEIB aux États-Unis par le biais d'actions de proximité, de partenariats, d'événements et de formations. À ce jour, plus de 800 employés ont suivi la formation d'Emtram sur la sensibilisation aux préjugés inconscients.

LGBT+Friends Alliance

Le groupe s'efforce d'améliorer la visibilité des personnes LGBTQIA+ chez Sartorius par le biais d'événements virtuels et de "Rainbow Lunches" (déjeuners arc-en-ciel), créant ainsi un espace sûr pour le partage d'expériences.



Partenariat au nom de la diversité et de l'inclusion



Initiative zur Berufs- und Studienwahl