

Curriculum Vitae | Romaine Fernandes

Membre du Conseil d'administration de Sartorius Stedim Biotech S.A.
Administrateur représentant les salariés

Année de naissance : 1969

Nationalité : Française

Première nomination au Conseil d'administration : Octobre 2023

Fin du mandat : 2026 - Assemblée générale des actionnaires

Profil professionnel

2019-2023	Sartorius Stedim Biotech, France- Plateforme d'achats et expert en assurance
2016-2019	Sartorius Stedim Biotech, France - Responsable des achats
2014-2016	Sartorius Stedim Biotech, France - Gestionnaire adjoint des services généraux
2009-2010	Biopharm Services, Royaume-Uni - Gestionnaire adjoint
2003-2014	Sartorius Stedim Biotech, France - Administration et réception
1990-1995	Cathay Pacific Airways, Hong Kong - Hôtesse de l'air
1990	Hotel Oberoi Sheraton, Inde - Caissier et Comptabilité

Formation

- Licence en commerce à l'université de Mumbai, Inde
- Diplôme en tourisme, Bombay, Inde

Autres mandats et fonctions en cours en dehors du groupe

- Aucun

Mandats antérieurs (exercés au cours des cinq dernières années) en dehors du Groupe

- Aucun