

Curriculum Vitae | Abdelatif Zeroual

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

Année de naissance : 1985

Nationalité : Française

Première nomination au Conseil d'administration : Mars 2026

Fin du mandat : 2029 - Assemblée générale des actionnaires

Profil professionnel

Since 2023	Sartorius Stedim Biotech, France – Expert en Ingénierie Informatique
2015-2023	Sartorius Stedim Biotech, France – Spécialiste Support Utilisateur EMEA
2015	EDF CIPN, France – Support Informatique Utilisateur
2015	Econocom-Osiastis, France – Technicien Support Bilingue EN/FR
2014	Technicien Centre de Service Techniques et Logiciels, France - General Général du Jura
2014	Computacenter, France – Technicien Informatique

Formation

- Licence en vente, marketing et communication, Université de Bourgogne
- Brevet de technicien supérieur en administration des systèmes et réseaux informatiques, Afp

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