

Curriculum Vitae | Dr. René Fáber

Directeur général de Sartorius Stedim Biotech S.A.

Année de naissance : 1975

Nationalité : slovaque

Première nomination au conseil d'administration : mars 2019

Fin du mandat : 2025 - Assemblée générale des actionnaires

Profil professionnel

Depuis le 27 mars 2023	PDG de Sartorius Stedim Biotech S.A. ¹ , France
Depuis 2019	Directeur de la division Bioprocess Solutions du groupe Sartorius, membre du conseil d'administration de Sartorius AG, Allemagne
2004-2018	Diverses fonctions au sein du groupe Sartorius (notamment Sartorius Stedim Biotech GmbH, Allemagne)
2018	Directeur du Product Development, Bioprocess Solutions Division
2017-2018	Vice-Président Marketing et Product Management Fermentation Technologies
2016-2018	Responsable grands comptes Roche/Genentech
2014-2017	Vice-Président Marketing et Product Management Filtration Technologies
2012-2014	Agent de création de valeur au sein du centre de relations avec les fournisseurs de Roche et Genentech
2010-2013	Vice-Président R&D Process Technologies
2006-2010	Directeur du développement et de la production de membranes à surface modifiée
2004-2006	Scientifique R&D Modification des membranes
2002-2004	Vivascience - Chercheur post-doctoral
2001-2002	Rhodia - Scientifique au sein du groupe français de chimie de spécialité, Slovaquie

¹ Liste publique

Formation

- Maîtrise en chimie à l'Université technique de Bratislava, Slovaquie
- Doctorat en chimie des polymères à l'Université technique de Munich, Allemagne

Autres mandats et fonctions actuels au sein du groupe

- Membre du Conseil d'administration de Sartorius AG ¹, Allemagne
- Président du Conseil de surveillance de Sartorius Stedim Biotech GmbH, Allemagne
- Président du Conseil consultatif de Sartorius CellGenix GmbH, Allemagne
- Membre du Conseil d'administration de Albumedix Ltd., Royaume-Uni
- Membre du Conseil d'administration de Sartorius Stedim BioOutsource Ltd., Royaume-Uni
- Membre du Conseil d'administration de Sartorius Stedim North America Inc., États-Unis
- Membre du Conseil d'administration de Sartorius Korea Biotech LLC, Corée du Sud
- Membre du Conseil d'administration de Sartorius Korea Operations LLC ; Corée du Sud
- Membre du Conseil d'administration de Sartorius Stedim (Shanghai) Trading Co., Ltd., Chine
- Vice-président du Conseil d'administration de Sartorius Stedim Biotech (Beijing) Co., Ltd., Chine
- Président et Président du Comité exécutif de Sartorius Stedim FMT S.A.S., France
- Président du Conseil consultatif de Sartorius BIA Separations d.o.o., Slovénie

Autres mandats et fonctions en cours en dehors du groupe

- Membre du conseil consultatif de Curexsys GmbH, Allemagne

¹ Liste publique