

## Curriculum Vitae | Dr. René Fáber

Membre du Directoire de Sartorius AG

Directeur de la division Solutions pour les bioprocédés

René Fáber, né en 1975, est responsable de la division Bioprocess Solutions et membre du conseil d'administration de Sartorius AG depuis 2019. La même année, il est également devenu membre du Conseil d'administration de Sartorius Stedim Biotech S.A. et a été nommé PDG de l'entreprise en 2023.

René Fáber a étudié la chimie à Bratislava, en Slovaquie, et a obtenu son doctorat en chimie des polymères à l'Université technique de Munich, en Allemagne. Il a rejoint Sartorius en 2002, où il a d'abord travaillé en tant que scientifique sur la modification des membranes. En tant que vice-président, il a occupé divers postes de direction dans les domaines de la R&D, du marketing pour les technologies de filtration et de fermentation, ainsi que de la gestion des grands comptes. Dans son dernier poste, il était responsable du département de développement des produits de la division Bioprocess Solutions.

René Fáber est membre du Beirat (conseil consultatif) de Curexsys GmbH, Allemagne.

### Informations personnelles

Année de naissance : 1975

Nationalité : slovaque

Fin de période de la position actuellement occupée : 31 décembre 2026

### Profil professionnel

Depuis le 27 mars 2023	PDG de Sartorius Stedim Biotech S.A., 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

## 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

- Président du Conseil d'administration de Sartorius Stedim Biotech S.A.<sup>1</sup>, France
- 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 Sartorius Stedim (Shanghai) Trading Co., Chine
- Vice-président du Conseil d'administration de Sartorius Stedim Biotech (Beijing) Co., Ltd., Chine
- 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 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., Chine
- Membre du Conseil d'administration de Sartorius Stedim North America Inc., États-Unis
- 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

<sup>1</sup> Liste publique