

Lebenslauf | Dr. René Fáber

Mitglied des Vorstands der Sartorius AG

Leiter Bioprocess Solutions

René Fáber, geboren 1975, ist seit 2019 Leiter der Sparte Bioprocess Solutions und Mitglied des Vorstands der Sartorius AG. Seit 2019 ist er ebenso Mitglied des Board of Directors der Sartorius Stedim Biotech S.A. und seit 2023 CEO des Unternehmens.

René Fáber studierte Chemie in Bratislava in der Slowakei und promovierte in Polymerchemie an der Technischen Universität München.

Er kam im Jahr 2002 zu Sartorius, wo er zunächst als Wissenschaftler im Bereich Membranmodifikation arbeitete. Als Vice President bekleidete er verschiedene Managementpositionen in den Bereichen Forschung und Entwicklung, Marketing für Filtrations- und Fermentationstechnologien sowie im Key Account Management. Zuletzt war er für den Bereich Produktentwicklung der Sparte Bioprocess Solutions verantwortlich.

René Fáber ist Mitglied des Beirats der Curexsys GmbH.

Persönliche Informationen

Geburtsjahr: 1975

Nationalität: Slowakisch

Bestellt als Mitglied des Vorstands bis 31.12.2026

Beruflicher Werdegang

Seit 27. März 2023	CEO der Sartorius Stedim Biotech S.A. ¹ , Frankreich
Seit 2019	Leiter der Sparte Bioprocess Solutions, Mitglied des Vorstands der Sartorius AG ¹ , Deutschland
2004-2018	Verschiedene Positionen im Sartorius Konzern, insbesondere Sartorius Stedim Biotech GmbH, Deutschland
2018	Leiter Produktentwicklung Bioprocess Solutions, Sartorius
2017-2018	Vice Marketing und Produktmanagement Fermentation Technologies
2016-2018	Key Account Manager Roche/Genentech
2014-2017	Vizepräsident Marketing und Produktmanagement Filtration Technologies

¹ Börsennotiert

2012-2014 | Value Creation Agent im Supplier Relationship Center von Roche und Genentech, San Francisco, USA

2010-2013 | Vizepräsident R&D Process Technologies

2006-2010 | Direktor Entwicklung und Produktion von oberflächenmodifizierten Membranen

2004-2006 | Wissenschaftler F&E Membranmodifikation

2002-2004 Vivascience - Post-Doktorand

2001-2002 Rhodia - Wissenschaftler beim französischen Spezialchemiekonzern, Slowakei

Ausbildung

- Master-Abschluss in Chemie | Technische Universität in Bratislava, Slowakei
- Promotion in Polymerchemie | Technische Universität München, Deutschland

Weitere Mandate und Positionen innerhalb des Konzerns

- Präsident der Sartorius Stedim FMT S.A.S.
- Vorsitzender des Aufsichtsrates der Sartorius Stedim Biotech GmbH
- Vorsitzender des Beirats der Sartorius CellGenix GmbH
- Mitglied des Board of Directors der Sartorius Stedim (Shanghai) Trading Co.
- Stellvertretender Vorsitzender des Board of Directors der Sartorius Stedim Biotech (Beijing) Co., Ltd.
- Mitglied des Board of Directors der Albumedix Ltd.
- Mitglied des Board of Directors der Sartorius Stedim BioOutsource Ltd.
- Mitglied des Board of Directors der Sartorius Korea Biotech LLC
- Mitglied des Board of Directors der Sartorius Korea Operations LLC
- Mitglied des Board of Directors der Sartorius Stedim North America Inc.
- Vorsitzender des Exekutivausschusses der Sartorius Stedim FMT S.A.S.
- Vorsitzender des Beirats der Sartorius BIA Separations d.o.o.

Weitere Mandate und Positionen außerhalb des Konzerns

- Mitglied des Beirats der Curexsys GmbH, Deutschland