

## Curriculum Vitae | Dr. Joachim Kreuzburg

Président du Conseil d'administration de Sartorius Stedim Biotech S.A.

Année de naissance : 1965

Nationalité : allemande

Première nomination au conseil d'administration : juin 2007

Fin du mandat : 2025 - Assemblée générale des actionnaires

### Profil professionnel

29 juin 2007 - PDG de Sartorius Stedim Biotech S.A., France  
26 mars 2023

Depuis le 11 novembre 2005 PDG et président du conseil d'administration de Sartorius AG<sup>1</sup>, Allemagne

1er mai 2003 - Porte-parole (Sprecher) du Conseil d'administration de Sartorius AG<sup>1</sup>, Allemagne  
10 novembre 2005

Depuis le 11 novembre 2002 Membre du conseil d'administration de Sartorius AG<sup>1</sup>, Allemagne

Depuis le 1er mai 1999 Sartorius AG<sup>1</sup>, Allemagne. Poste le plus récent avant la promotion au Conseil d'administration : Vice-Président, Finances et relations avec les investisseurs

1995-1999 Université de Hanovre, Allemagne - Associé de recherche à la Faculté d'économie et de gestion,

1992-1995 Associé de recherche à l'Institut de recherche sur l'énergie solaire à Hameln, Allemagne

### Formation

- Diplom-Maschinenbau-Ingenieur, (diplôme universitaire en génie mécanique), Université de Hanovre, Allemagne
- Dr. rer. pol., Wirtschaftswissenschaften (doctorat en économie), Université de Hanovre, Allemagne

<sup>1</sup> Liste publique

### **Autres mandats et fonctions actuels au sein du groupe**

- Président du Conseil d'administration (Vorstand) de Sartorius AG<sup>1</sup>, Allemagne
- Directeur général de Sartorius Lab Holding GmbH, Allemagne
- Directeur général de SI Weende-Verwaltungs-GmbH, Allemagne
- Directeur général de SI Grone 1-Verwaltungs-GmbH, Allemagne
- Directeur général de SIV Grone 2 GmbH, Allemagne
- Directeur général de Sartorius Ventures GmbH, Allemagne
- Président du Conseil de surveillance de Sartorius Corporate Administration GmbH, Allemagne
- Président du conseil consultatif de LabTwin GmbH, Allemagne
- Président du Conseil d'administration de Sartorius North America Inc., États-Unis

### **Autres mandats et fonctions en cours en dehors du groupe**

- Membre du conseil de surveillance (Aufsichtsrat) de Carl Zeiss AG<sup>1</sup>, Allemagne
- Membre du conseil d'administration (Verwaltungsrat) d'Ottobock Management SE, Allemagne

<sup>1</sup> Liste publique