

Curriculum Vitae | Dr. Joachim Kreuzburg

Président du Directoire de Sartorius AG

Joachim Kreuzburg, né en 1965, est à la tête du Conseil d'administration de Sartorius AG depuis 2003. Il est responsable de la Stratégie, des Ressources Humaines, de la Recherche, des Affaires Juridiques et de la Compliance, ainsi que de la Communication et des relations avec les investisseurs. Depuis 2007, M. Kreuzburg est également Président du Conseil d'administration de Sartorius Stedim Biotech S. A., coté en bourse.

Après avoir obtenu un diplôme universitaire en génie mécanique à Hanovre, Joachim Kreuzburg a d'abord travaillé à l'Institut de recherche sur l'énergie solaire de Basse-Saxe à Hameln et à la Faculté d'économie de l'Université de Hanovre, où il a obtenu son doctorat en 1999.

Au cours de sa carrière chez Sartorius, il a occupé divers postes de direction dans les domaines de la finance et du contrôle de gestion avant d'être nommé au Conseil d'administration de Sartorius AG en 2002.

Outre ses activités chez Sartorius, Joachim Kreuzburg est, entre autres, membre du Conseil de surveillance de Carl Zeiss AG, Directeur non exécutif du Conseil d'administration d'Ottobock Management SE, membre du Sénat d'acatech - Académie nationale des sciences et de l'ingénierie, membre du Conseil exécutif de Stifterverband für die Deutsche Wissenschaft et membre du Conseil de la Fondation de l'Université de Göttingen.

Informations personnelles

Année de naissance : 1965

Nationalité : allemande

Fin de période de la position actuellement occupée : 10 novembre 2025

Profil professionnel

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

Depuis le 11 PDG et président du conseil d'administration de Sartorius AG¹, Göttingen, Allemagne
novembre 2005

1er mai 2003 - Porte-parole (Sprecher) du Conseil d'administration de Sartorius AG¹, Göttingen,
10 novembre Allemagne
2005

Depuis le 11 Membre du Conseil d'administration de Sartorius AG¹, Göttingen, Allemagne
novembre 2002

Depuis le 1er mai 1999	Sartorius AG ¹ , Göttingen, 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, Associé de recherche à la Faculté d'économie et de gestion, Allemagne
1992-1995	L'Institut de recherche sur l'énergie solaire Associé de recherche à Hamelin, 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

Autres mandats et fonctions actuels au sein du groupe

- Président du Conseil d'administration de Sartorius Stedim Biotech S.A.¹
- Président du Conseil de surveillance de Sartorius Corporate Administration GmbH
- Président du conseil consultatif de LabTwin GmbH
- Président du Conseil d'administration de Sartorius North America Inc.
- Directeur général de Sartorius Lab Holding GmbH
- Directeur général de SI Weende-Verwaltungs-GmbH
- Directeur général de SI Grone 1-Verwaltungs-GmbH
- Directeur général de SIV Grone 2 GmbH
- Directeur général de Sartorius Ventures GmbH

Autres mandats et fonctions en cours en dehors du groupe

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

¹ Liste publique