

Curriculum Vitae | Dr. Florian Funck

Membre du Directoire de Sartorius AG

Florian Funck, né en 1971, est membre du Conseil d'administration de Sartorius AG et directeur financier depuis le 1er avril 2024.

Titulaire d'un doctorat en gestion d'entreprise de l'Université de Münster, Florian Funck a rejoint Sartorius après avoir travaillé au sein du groupe Haniel, où il a occupé plusieurs postes de direction au cours des vingt dernières années. En 2004, il a été nommé au Conseil d'administration de TAKKT, où il était responsable du contrôle de gestion et des finances. Entre 2011 et 2023, il a été directeur financier du groupe Haniel.

Florian Funck est membre des conseils de surveillance de CECONOMY AG, TAKKT AG et Vonovia SE.

Informations personnelles

Année de naissance : 1971

Nationalité : allemande

Fin de période de la position actuellement occupée : 31 mars 2027

Profil professionnel

Depuis avril 2024	Membre du conseil d'administration de Sartorius AG ¹ , Allemagne
2011- 2024	Franz Haniel & Cie. GmbH - CFO, Allemagne
2004-2011	TAKKT AG ¹ - Management Board Member (Controlling & Finance), Allemagne
1999-2004	Franz Haniel & Cie. GmbH - Head of Corporate Controlling, Strategic Planning, Group Accounting and Risk Management, Allemagne
1994-1998	Assistante de recherche à l'Institut de gestion industrielle, Université de Münster, Allemagne

Formation

- Dr. rer. pol., Business Administration de l'Université de Münster, Allemagne

¹ Liste publique

Autres mandats et fonctions en cours en dehors du groupe

- Membre du Conseil de surveillance de CECONOMY AG
- Membre du Conseil de surveillance de TAKKT AG
- Membre du Conseil de surveillance de Vonovia SE