

Lebenslauf | Dr. Florian Funck

Mitglied des Vorstands der Sartorius AG

Finanzvorstand

Florian Funck, geboren 1971, ist seit dem 1. April 2024 Mitglied des Vorstandes der Sartorius AG und Finanzvorstand.

Funck studierte Betriebswirtschaftslehre an der Universität Münster, wo er auch promovierte. Vor seinem Eintritt bei Sartorius war er mehr als zwei Jahrzehnte im Haniel-Konzern tätig und hatte dort verschiedene Führungspositionen inne: Im Jahr 2004 wurde er als CFO in den Vorstand der börsennotierten TAKKT AG berufen, an der Haniel mehrheitlich beteiligt ist. Von 2011 bis 2023 war er CFO des Haniel-Konzerns.

Funck ist Mitglied in den Aufsichtsräten der CECONOMY AG, der TAKKT AG und der Vonovia SE sowie Honorarprofessor an der Universität Münster.

Persönliche Informationen

Geburtsjahr: 1971

Nationalität: Deutsch

Bestellt als Mitglied des Vorstands bis 31.03.2027

Beruflicher Werdegang

| | |
|-----------------|---|
| Seit April 2024 | Mitglied des Vorstands der Sartorius AG ¹ , Deutschland |
| 2011- 2024 | Franz Haniel & Cie. GmbH - CFO, Deutschland |
| 2004-2011 | TAKKT AG ¹ – Vorstandsmitglied (Controlling & Finanzen), Deutschland |
| 1999-2004 | Franz Haniel & Cie. GmbH - Head of Corporate Controlling, Strategic Planning, Group Accounting and Risk Management, Deutschland |
| 1994-1998 | Wissenschaftlicher Mitarbeiter am Institut für Industriebetriebslehre, Universität Münster, Deutschland |

Ausbildung

- Dr. rer. pol., Betriebswirtschaftslehre an der Universität Münster, Deutschland

¹ Börsennotiert

Weitere Mandate und Positionen außerhalb des Konzerns

- Mitglied des Aufsichtsrats der CECONOMY AG¹
- Mitglied des Aufsichtsrats der TAKKT AG¹
- Mitglied des Aufsichtsrats der Vonovia SE¹