

## Lebenslauf | Dominik Langosch

### Mitglied des Aufsichtsrats der Sartorius AG

Geburtsjahr: 1984

Nationalität: Deutsch

Wohnort: Duderstadt, Deutschland

Mitglied seit: April 2025

#### Beruflicher Werdegang

- Seit 2021      Geschäftsführer – IG Metall Süd-Niedersachsen-Harz, Northeim
- Seit 2016      Politischer Sekretär – IG Metall, Coburg/Kassel
- 2014-2015    Politischer Sekretär – IG Bergbau Chemie Energie, Alsdorf
- 2008-2011    Ausbildung & Tätigkeit als Gewerkschaftssekretär – IG Bauen Agrar Umwelt, Dortmund/Frankfurt

#### Ausbildung

- Psychotherapeut – Weiterbildung in Göttingen
- Wirtschafts- und Sozialpolitik / Recht– Europäische Akademie der Arbeit Frankfurt
- Studium Psychologie/BWL – SRH Riedlingen/Hannover
- Hauswirtschafter – Universitätsklinikum Göttingen

#### Mitgliedschaften in anderen gesetzlich zu bildenden Aufsichtsräten

- Demag Cranes & Components GmbH, Wetter
- Novelis Deutschland GmbH, Göttingen

#### Mitgliedschaften in vergleichbaren in- und ausländischen Kontrollgremien von Wirtschaftsunternehmen

- keine

#### Sonstige wesentliche Tätigkeiten neben dem Aufsichtsratsmandat

- Mitglied der Bezirkskommission – IG Metall, Bezirk Niedersachsen und Sachsen-Anhalt
- Mitglied des Verwaltungsausschuss – Agentur der Arbeit, Göttingen