

Curriculum Vitae | Dominik Langosch

Membre du Conseil de surveillance de Sartorius AG

Année de naissance : 1984

Nationalité : allemande

Domicile : Duderstadt, Allemagne

Membre depuis : Avril 2025

Parcours professionnel

Depuis 2021 IG Metall Sud de la Basse-Saxe et Harz, Northeim, Allemagne – Directeur

Depuis 2016 IG Metall, Cobourg/Kassel, Allemagne – Secrétaire politique

2014-2015 IG Bergbau Chemie Energie, Alsdorf, Allemagne – Secrétaire politique

2008-2011 IG Bauen Agrar Umwelt, Dortmund/Francfort, Allemagne – Formation & activité de secrétaire syndical

Formation

- Psychothérapeute - Formation continue à Göttingen, Allemagne
- Politique économique et sociale / Droit – Europäische Akademie der Arbeit Frankfurt, Allemagne
- Études en psychologie/économie – SRH Riedlingen/Hanovre, Allemagne
- Intendant – Clinique universitaire de Göttingen, Allemagne

Appartenance à d'autres conseils de surveillance constitués conformément à la loi

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

Appartenance à des organes de contrôle comparables, nationaux et étrangers, d'entreprises commerciales

- Aucune

Autres activités majeures en dehors du mandat au Conseil de surveillance

- IG Metall, Basse-Saxe et Saxe-Anhalt, Allemagne – Membre de la commission du district
- Agentur der Arbeit, Göttingen, Allemagne – Membre du comité de gestion