

Lebenslauf | Manfred Zaffke

Mitglied des Aufsichtsrats der Sartorius AG

Geburtsjahr: 1957

Nationalität: Deutsch

Wohnort: Osterode am Harz, Deutschland

Mitglied seit: März 2014

Beruflicher Werdegang

- Seit 2022 IG Metall Süd-Niedersachsen-Harz – Projektsekretär mit besonderen Aufgaben
- 2008-2022 IG Metall Süd-Niedersachsen-Harz – Geschäftsführer
- 1992-2008 IG Metall Goslar-Osterode – Geschäftsführer
- 1988-1992 IG Metall Osterode – Gewerkschaftssekretär
- 1984-1987 IG Metall Siegburg – Gewerkschaftssekretär
- 1976-1980 Kamax GmbH & Co. KG – Werkzeugmacher

Ausbildung

- Dipl.-Volkswirt – Hochschule für Wirtschaft und Politik, Hamburg
- Werkzeugmacher – Kamax GmbH & Co. KG

Mitgliedschaften in anderen gesetzlich zu bildenden Aufsichtsräten

- Demag Cranes & Components GmbH, Düsseldorf – Mitglied des Aufsichtsrats
- Konecranes Holding GmbH, Mannheim – Mitglied des Aufsichtsrats

Mitgliedschaften in vergleichbaren in- und ausländischen Kontrollgremien von Wirtschaftsunternehmen

- keine

Sonstige wesentliche Tätigkeiten neben dem Aufsichtsratsmandat

- Ehrenamtliches Vorstandsmitglied der IG Metall
- Gesellschafter der IGEMET