

Mitglied des Aufsichtsrats der Sartorius AG

Manfred Zaffke, Osterode am Harz

geb. 1957 – Mitglied des Aufsichtsrats der Sartorius AG 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