

## Mitglied des Aufsichtsrats der Sartorius AG

Manfred Zaffke, Osterode am Harz  
geboren 1957

### Beruflicher Werdegang

- seit 2008 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

### Mandate i.S.d. § 125 Abs. 1 Satz 5 AktG

- Demag Cranes & Components GmbH, Düsseldorf – Aufsichtsrat
- GMH GUSS GmbH, Schwerte – Aufsichtsrat (stellv. Vorsitzender)
- Konecranes Holding GmbH, Mannheim – Aufsichtsrat

### Wesentliche Tätigkeiten neben dem Aufsichtsratsmandat

- Geschäftsführer der IG Metall Süd-Niedersachsen-Harz
- Mandate i.S.d. § 125 Abs. 1 Satz 5 AktG