

Membre du Conseil de surveillance de Sartorius AG

Manfred Zaffke, Osterode am Harz

Né en 1957

Parcours professionnel :

Depuis 2008 IG Metall Süd-Niedersachsen-Harz – Directeur

1992-2008 IG Metall Goslar-Osterode – Directeur

1988-1992 IG Metall Osterode – Secrétaire syndical

1984-1987 IG Metall Siegburg – Secrétaire syndical

1976-1980 Kamax GmbH & Co. KG – Outilleur

Formation :

- Diplôme de sciences économiques – Université des sciences économiques et politiques de Hambourg
- Outilleur – Kamax GmbH & Co. KG

Mandats relevant du § 125 al. 1 tiret 5 de la loi sur les S. A. :

- Demag Cranes & Components GmbH, Düsseldorf – Conseil de surveillance
- GMH GUSS GmbH, Schwerte – Conseil de surveillance (vice-président)
- Konecranes Holding GmbH, Mannheim – Conseil de surveillance

Activités majeures en dehors du mandat au Conseil de surveillance :

- Directeur d'IG Metall Süd-Niedersachsen-Harz
- Mandats relevant du § 125 al. 1 tiret 5 de la loi sur les S. A.