

Membre du Conseil de surveillance de Sartorius AG

Prof. Dr. Klaus Trützscher, Essen

Né en 1948

Parcours professionnel :

- 2008-2013 Université WWU de Münster – Professeur honoraire à la chaire de gestion d’entreprise, spécialités : organisation, ressources humaines et innovation
- 2000-2012 Franz Haniel & Cie. GmbH, Duisbourg – Membre du Directoire / directeur financier
- 1977-2000 Ruhrkohle AG / RAG Aktiengesellschaft, Essen
- 1997-2000 : membre du Directoire / directeur financier
- 1995-1996 : mandataire général et resp. domiciliation du développement d’entreprise, RAG
- 1992-1995 : chez Rütgerswerke tout en étant directeur financier de Bakelite AG / directeur financier de Rütgerswerke AG
- 1977-1992 : différentes fonctions (principalement en comptabilité des entreprises)

Formation :

- Dr. rer. pol. – Université technique de Munich
- Diplôme de mathématiques – Universités de Würzburg / Fribourg / Bonn
- Diplôme de mathématiques appliquées à l’économie – Université RWTH d’Aix-la-Chapelle / Université technique de Munich

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

- Wuppermann AG, Leverkusen – Conseil de surveillance (président)
- Zwiesel Kristallglas AG, Zwiesel – Conseil de surveillance (président)
- Odenwald Faserplattenwerk GmbH, Amorbach – Comité consultatif

Activités majeures en dehors du mandat au Conseil de surveillance :

- Mandats relevant du § 125 al. 1 tiret 5 de la loi allemande sur les S. A.
- Président du Conseil universitaire de l'Université de Duisburg-Essen