

Mitglied des Aufsichtsrats der Sartorius AG

Prof. Dr. Klaus Trützscher, Essen
geboren 1948

Beruflicher Werdegang:

- 2008-2013 Westfälische Wilhelms-Universität Münster – Honorarprofessor am Lehrstuhl für Betriebswirtschaftslehre, insb. Organisation, Personal und Innovation
- 2000-2012 Franz Haniel & Cie. GmbH, Duisburg – Mitglied des Vorstands / CFO
- 1977-2000 Ruhrkohle AG / RAG Aktiengesellschaft, Essen
1997-2000: Mitglied des Vorstands / CFO
1995-1996: Generalbevollmächtigter & Leiter ZB Unternehmensentwicklung, RAG
1992-1995: Rütgerswerke und in Personalunion CFO Bakelite AG / CFO
Rütgerswerke AG
1977-1992: verschiedene Positionen (Schwerpunkte: Konzernbuchhaltung, Bilanzwesen)

Ausbildung:

- Dr. rer. pol. – TU München
- Dipl.-Mathematiker – Universität Würzburg / Freiburg / Bonn
- Dipl.-Wirtschaftsmathematiker – RWTH Aachen / TU München

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

- Wuppermann AG, Leverkusen – Aufsichtsrat (Vorsitzender)
- Zwiesel Kristallglas AG, Zwiesel – Aufsichtsrat (Vorsitzender)
- Odenwald Faserplattenwerk GmbH, Amorbach – Beirat

Wesentliche Tätigkeiten neben dem Aufsichtsratsmandat:

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