

Mitglied des Aufsichtsrats der Sartorius AG

Prof. Dr. Klaus Trützschler, Essen

geb. 1948 – Mitglied des Aufsichtsrats der Sartorius AG seit
November 2011

Beruflicher Werdegang

- | | |
|-----------|--|
| Seit 2012 | freiberuflicher Unternehmensberater |
| 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

Mitgliedschaften in anderen gesetzlich zu bildenden Aufsichtsräten

- Zwiesel Kristallglas AG, Zwiesel – Vorsitzender des Aufsichtsrats

Mitgliedschaften in vergleichbaren in- und ausländischen Kontrollgremien von Wirtschaftsunternehmen

- Odenwald Faserplattenwerk GmbH, Amorbach – Mitglied des Beirats

Sonstige wesentliche Tätigkeiten neben dem Aufsichtsratsmandat

- Vorsitzender des Kuratoriums der Stiftung Universitätsmedizin Essen