

Mitglied des Aufsichtsrats der Sartorius AG

Dietmar Müller, Gleichen
geb. 1976

Beruflicher Werdegang

Seit 1997 Sartorius Group, Göttingen

Seit 2018: freigestellter Betriebsrat und Vorsitzender des Betriebsrats der Sartorius Stedim Biotech GmbH

2016-2018: Inhouse Sales Representative BPS Central Europe

2012-2016: Teamleiter Commercial Operations Central Europe

2004-2012: Customer Support für Österreich

1999-2003: Junior Customer Service für Deutschland

Ausbildung

- Betriebswirt – VWA Göttingen
- Industriekaufmann – Sartorius AG, Göttingen

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

- Sartorius Stedim Biotech GmbH, Göttingen – Aufsichtsrat
- Gesellschaft für Gemeindeentwicklung und Wirtschaftsförderung Gleichen mbH, Gleichen – Gesellschafterversammlung

Wesentliche Tätigkeiten neben dem Aufsichtsratsmandat

- Betriebsratsvorsitzender der Sartorius Stedim Biotech GmbH
- Kommunalpolitische Ehrenämter: Ortsbürgermeister Etzenborn, Fraktionsvorsitzender im Gemeinderat Gleichen
- Mitglied des Verbandsausschusses des Unterhaltungsverbandes Rhume
- Mandate i.S.d. § 125 Abs. 1 Satz 5 AktG