

Lebenslauf | Dietmar Müller

Mitglied des Aufsichtsrats der Sartorius AG

Geburtsjahr: 1976

Nationalität: Deutsch

Wohnort: Gleichen, Deutschland

Mitglied seit: Mai 2020

Beruflicher Werdegang

- Seit 1997 Sartorius Group, Göttingen
- Seit 2022: Vorsitzender des Konzernbetriebsrats der Sartorius AG
- Seit 2018: freigestellter Betriebsrat und Vorsitzender des Betriebsrats der Sartorius Stedim Biotech GmbH sowie Mitglied des Konzernbetriebsrats der Sartorius AG
- 2016-2018: Inhouse Sales Representative BPS Central Europe
- 2012-2016: Teamleiter Commercial Operations Central Europe
- 1999-2012: Sachbearbeiter Customer Service und Support

Ausbildung

- Betriebswirt (VWA) – Verwaltungs- und Wirtschafts-Akademie Göttingen
- Industriekaufmann – Sartorius AG, Göttingen

Mitgliedschaften in anderen gesetzlich zu bildenden Aufsichtsräten

- keine

Mitgliedschaften in vergleichbaren in- und ausländischen Kontrollgremien von Wirtschaftsunternehmen

- Gesellschaft für Gemeindeentwicklung und Wirtschaftsförderung Gleichen mbH, Gleichen – Stellvertretendes Mitglied der Gesellschafterversammlung

Sonstige wesentliche Tätigkeiten neben dem Aufsichtsratsmandat

- Kommunalpolitische Ehrenämter:
Ortsbürgermeister Etzenborn, Fraktionsvorsitzender im Gemeinderat Gleichen