

Lebenslauf | Dr. Daniela Favoccia

Mitglied des Aufsichtsrats der Sartorius AG

Geburtsjahr: 1964

Nationalität: Deutsch

Wohnort: Frankfurt am Main, Deutschland

Mitglied seit: April 2017

Beruflicher Werdegang

- Seit 1993 Hengeler Mueller, Frankfurt a.M. – Rechtsanwältin
seit 1999: Hengeler Mueller, Frankfurt a.M. – Partnerin
2010-2014: Hengeler Mueller, Frankfurt a.M. – Co-Managing Partnerin
- 1995-1996 Anwaltskanzlei in Los Angeles, USA - Rechtsanwältin

Ausbildung

- Dr. jur. – Universität Freiburg
- Studium der Rechtswissenschaften – Universität Passau / Freiburg

Mitgliedschaften in anderen gesetzlich zu bildenden Aufsichtsräten

- keine

Mitgliedschaften in vergleichbaren in- und ausländischen Kontrollgremien von Wirtschaftsunternehmen

- keine

Sonstige wesentliche Tätigkeiten neben dem Aufsichtsratsmandat

- Mitglied der Regierungskommission Deutscher Corporate Governance Kodex