

Mitglied des Aufsichtsrats der Sartorius AG

Dr. Daniela Favoccia, Frankfurt a.M.

geb. 1964 – Mitglied des Aufsichtsrats der Sartorius AG 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