

Mitglied des Aufsichtsrats der Sartorius AG

Dr. Daniela Favoccia, Frankfurt a.M.
geboren 1964

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

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

- keine

Wesentliche Tätigkeiten neben dem Aufsichtsratsmandat:

- Rechtsanwältin & Partnerin bei Hengeler Mueller in Frankfurt a.M.
(Schwerpunkte: Mergers & Acquisitions, Gesellschaftsrechts, Neuordnung von Unternehmen)