

Mitglied des Aufsichtsrats der Sartorius AG

Dr. Daniela Favoccia, Frankfurt a.M.
geb. 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, Gesellschaftsrecht, Neuordnung von Unternehmen)