

Membre du Conseil de surveillance de Sartorius AG

Dr. Daniela Favoccia, Francfort-sur-le-Main

Née en 1964

Parcours professionnel :

Depuis 1993 Hengeler Mueller, Francfort-sur-le-Main – Avocate
Depuis 1999 : Hengeler Mueller, Francfort-sur-le-Main – Associée
2010-2014 : Hengeler Mueller, Francfort-sur-le-Main – Associée co-gérante
1995-1996 Cabinet d’avocats à Los Angeles, États-Unis – Avocate

Formation :

- Dr. jur. – Université de Fribourg
- Études de droit – Universités de Passau / Fribourg

Mandats relevant du § 125 al. 1 tiret 5 de la loi sur les S. A. :

- Aucun

Activités majeures en dehors du mandat au Conseil de surveillance :

- Avocate et associée chez Hengeler Mueller à Francfort-sur-le-Main (spécialités : fusions et acquisitions, droit des sociétés, restructuration d’entreprise)