

Curriculum Vitae | Dr. Daniela Favoccia

Membre du Conseil de surveillance de Sartorius AG

Année de naissance : 1964

Nationalité : allemande

Domicile : Francfort sur-le-Main, Allemagne

Membre depuis : Avril 2017

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

Appartenance à d'autres conseils de surveillance constitués conformément à la loi

- Aucune

Appartenance à des organes de contrôle comparables, nationaux et étrangers, d'entreprises commerciales

- Aucune

Autres activités majeures en dehors du mandat au Conseil de surveillance

- Membre de la Commission gouvernementale sur le code allemand de Gouvernement d'entreprise