

## Mitglied des Aufsichtsrats der Sartorius AG

Michael Dohrmann, Gleichen  
geboren 1956

### Beruflicher Werdegang:

- seit 1985      Sartorius Group, Göttingen  
                  seit 2018: Technischer Angestellter /  
                  Mitglied des Betriebsrats der Sartorius Stedim Biotech GmbH /  
                  stellvertretender Konzernbetriebsratsvorsitzender der Sartorius AG  
  
                  2008-2018: freigestellter Betriebsrat und Vorsitzender des Betriebsrats der  
                  Sartorius Stedim Biotech GmbH  
  
                  1998-2008: Mitglied des Betriebsrats der Sartorius AG  
                  (seit 2000: freigestellter Betriebsrat)  
  
                  1985-2000: Mechaniker / Techniker F&E Crossflow
- 1984            Spindler & Hoyer, Göttingen – Entwicklungsmechaniker
- 1977-1979     Spindler & Hoyer, Göttingen – Feinmechaniker

### Ausbildung:

Feinmechaniker – Spindler & Hoyer, Göttingen

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

- keine

### Wesentliche Tätigkeiten neben dem Aufsichtsratsmandat:

- Technischer Angestellter /  
Mitglied des Betriebsrats der Sartorius Stedim Biotech GmbH /  
stellvertretender Konzernbetriebsratsvorsitzender der Sartorius AG