

Mitglied des Aufsichtsrats der Sartorius AG

Uwe Bretthauer, Göttingen
geboren 1958

Beruflicher Werdegang:

- seit 1988 Sartorius Group, Göttingen
- seit 2014: freigestellter Betriebsrat und Vorsitzender des Betriebsrats der Sartorius Lab Instruments GmbH & Co. KG
- 2011-2014: freigestellter Betriebsrat und Vorsitzender des Betriebsrats der Sartorius Weighing Technology GmbH sowie des Konzernbetriebsrats der Sartorius AG
- 2002-2011: freigestellter Betriebsrat und Vorsitzender des Betriebsrats der Sartorius AG sowie des Konzernbetriebsrats der Sartorius AG
- 1988-2002: Wissenschaftlicher Mitarbeiter R&D
- 1978-1982 Thies Klima, Göttingen – Elektroniker

Ausbildung:

Dipl.-Ingenieur Elektrotechnik – Gesamthochschule Kassel
Energiegeräteelektroniker – Robert Bosch GmbH, Göttingen
Elektrogeräteelektroniker – Robert Bosch GmbH, Göttingen

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

- keine

Wesentliche Tätigkeiten neben dem Aufsichtsratsmandat:

- freigestellter Betriebsratsvorsitzender der Sartorius Lab Instruments GmbH & Co. KG