

Individuelle Sitzungsteilnahme der Aufsichtsratsmitglieder 2020

AR-Mitglieder	AR-Sitzungen	Präsidialausschuss	Auditausschuss
Lothar Kappich	7 / 7	6 / 6	4 / 4
Manfred Zaffke	7 / 7	6 / 6	4 / 4
Annette Becker	6 / 7		
Uwe Bretthauer	7 / 7	6 / 6	4 / 4
Michael Dohrmann (bis 15. Mai 2020)	4 / 4		
David Raymound Ebsworth	7 / 7		
Daniela Favoccia	7 / 7		
Petra Kirchhoff	7 / 7		
Karoline Kleinschmidt	7 / 7		
Dietmar Müller (seit 16. Mai 2020)	2 / 3		
Ilke Hildegard Panzer	7 / 7		
Thomas Scheper	7 / 7		
Klaus Rüdiger Trützschler	7 / 7	5 / 6	4 / 4

Der Nominierungs- und der Vermittlungsausschuss tagten im Jahr 2020 nicht.