

„**Betreff:** Gegenantrag zu TOP vier

Von Herrn Wilm Diedrich Mueller aus Neuenburg, einem Kuenstlerdorf links von dem Jadebusen

-

An Firma Sartorius AG mit dem Firmensitz in Göttingen an der Leine

-

#

-

Personen, ich beantrage hiermit, dass keinem Mitglied des Aufsichtsrates der oben genannten Firma Sartorius für das Geschäftsjahr 2018 Entlastung erteilt wird.

-

Diesen meinen Gegenantrag begründe ich damit, dass dieselbe Firma Sartorius es in demselben Geschäftsjahr 2018 offenbar versäumte, alle Personen dieser Welt gewaltfrei dazu zu motivieren, das vierte Gebot "Du sollst den Samstag heiligen" zu befolgen.

-

Da an meiner Stammaktionäereseigenschaft nicht zu zweifeln ist, baete ich um schnellstmögliches Veröffentlichen diesen meinen Gegenantragsschreibens.

-

Oben genannter Herr Müller

-

Naehere Angaben zum Absender: Herr Wilm Diedrich Mueller *[weitere persönliche Daten des Antragstellers aus Datenschutzgründen entfernt]*“