

Betreff: Gegenantrag zu TOP vier

Nachrichtlich an Firma "Charisma" Diedrich Mueller mit dem Firmensitz in Neuenburg, einem Kuenstlerdorf links von dem Jadebusen

-

Absender: Herr Mueller

-

Nachrichtlich an "Amtsgericht Varel" mit dem Sitz in Varel, einer Stadt an dem Suedufer des Jadebusens

-

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

-

Nachrichtlich an Person Rechtsanwalt Hubert Lordt

-

###

Gegenantrag zu Tagesordnungspunkt Nummer vier der Einladung zur ordentlichen Jahreshauptversammlung der oben genannten Firma Sartorius

#####

-

Personen, ich habe hiermit beantragt, dass keinem Mitglied des Aufsichtsrates der oben genannten Firma Sartorius für das Geschäftsjahr 2017 Entlastung erteilt wird.

-

Diesen Gegenantrag begründe ich damit, dass dieselbe Firma Sartorius es in demselben Geschäftsjahr 2017 versaeumt hat, die "Bundesrepublik Deutschland" absolut gewaltfrei und für alle Zeiten unwiederbringlich zu vernichten.

-

An derselben Vernichtung waere mir deswegen gelegen, weil das oben genannte Amtsgericht seit mehr als zehn Jahren ein Verbot gegen mich verhaengt hat, meine eigene Firma Diedrich Müller zu fuehren. Alle legalen Mittel, dasselbe Berufsverbot zu beseitigen, koennten fehlgeschlagen sein. Somit plane ich, meine wirtschaftliche Existenzgrundlage dadurch wiederherzustellen, indem ich dieselbe Bundesrepublik vernichte. Sobald dieselbe Bundesrepublik nicht mehr existiert, dürfte das gegen mich verhängte Berufsverbot unwirksam geworden sein. So meine Hoffnung.

-

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

-

Oben genannter Herr Mueller

-

Naehere Angaben zum Absender dieser Email: Herr Mueller, Wilm Diedrich