

2020年3月17日

各 位

会 社 名 カルナバイオサイエンス株式会社
代表者名 代表取締役社長 吉野 公一郎
(コード番号：4572)
問合せ先 取締役経営管理本部長 山本 詠美
(TEL：078-302-7075)

第17回定時株主総会後の事業説明会の中止および
新型コロナウイルス感染拡大防止に向けた対応について

当社は、2020年3月26日（木）に開催予定の第17回定時株主総会終了後に、「株主様向け事業説明会」の開催を予定しておりましたが、新型コロナウイルス感染拡大を受け、同日の開催は中止とさせていただきます。今後、感染拡大が終息した段階で、神戸での個人投資家様向け事業説明会の開催を検討いたします。何卒ご理解賜りますようお願い申し上げます。

また、当社第17回定時株主総会の議決権行使につきましては、書面またはインターネットによる行使もご検討いただきますようお願い申し上げます。

記

1. 株主総会における当社の対応

- 株主総会の運営スタッフは、マスク着用で対応させていただきます。
- 会場にアルコール消毒液を設置いたします。
- 株主様をお席へご案内する際は、席の間隔をあけてご着席をお願いすることがあります。
- 株主総会の議事は、例年より円滑な進行となるよう検討しております。

2. 株主の皆様へのお願い

- 株主総会へのご出席をご検討されている株主様におかれましては、当日までの健康状態にご留意いただき、くれぐれもご無理のないようお願いいたします。
- ご高齢の方や基礎疾患のある方は、株主総会へのご出席を慎重にご判断いただきますようお願い申し上げます。
- ご来場の株主様で体調不良と見受けられる方には、運営スタッフがお声掛けをさせていただく場合がございますので、あらかじめご了承ください。
- 議決権の行使につきましては、書面またはインターネットによる行使もご検討ください。議決権行使に関する詳細は、[第17回定時株主総会招集ご通知](#) 3～4ページをご参照ください。

以上、時節柄、ご理解ならびにご協力を賜りますよう、よろしくお願い申し上げます。

以上