

(証券コード 4572)

2022年3月24日

株 主 各 位

兵庫県神戸市中央区港島南町一丁目5番5号
カルナバイオサイエンス株式会社
代表取締役社長 吉野公一郎

第19回定時株主総会決議ご通知

拝啓 平素は格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。

さて、本日開催の当社第19回定時株主総会におきまして、下記のとおり報告ならびに決議されましたので、ご通知申し上げます。

敬 具

記

- 報告事項
1. 第19期（2021年1月1日から2021年12月31日まで）事業報告、連結計算書類ならびに会計監査人及び監査等委員会の連結計算書類監査結果報告の件
 2. 第19期（2021年1月1日から2021年12月31日まで）計算書類報告の件
本件は、上記1. 2. の内容を報告いたしました。

決議事項

第1号議案 定款一部変更の件

本件は原案どおり承認可決されました。

第2号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）4名選任の件

本件は原案どおり取締役（監査等委員である取締役を除く。）として吉野公一郎氏、相川法男氏、澤匡明氏、山本詠美氏の4名が再選され、就任いたしました。

第3号議案 監査等委員である取締役4名選任の件

本件は原案どおり監査等委員である取締役として有田篤雄氏、小笠原嗣朗氏、高柳輝夫氏、松井隆雄氏の4名が再選され、就任いたしました。なお、選任された監査等委員である取締役4名全員は、会社法に定める社外取締役であります。

以 上