

(証券コード 4572)

2025年3月25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22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22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
- 第22期（2024年1月1日から2024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
 - 第22期（2024年1月1日から2024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

【会社提案】

第1号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）5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、澤匡明氏、山本詠美氏、有村昭典氏、鈴木香氏の5名が再選され、就任いたしました。なお、鈴木香氏は会社法に定める社外取締役であります。

第2号議案 資本金及び資本準備金の額の減少並びに剰余金の処分の件

本件は原案どおり承認可決され、資本金の額を2,437,707,107円、資本準備金の額を4,007,137,522円それぞれ減少し、いずれもその他資本剰余金に振り替えいたします。資本金及び資本準備金の額の減少が効力を生ずる日は、2025年6月1日を予定しております。資本金及び資本準備金の額の減少の効力発生を条件に、その他資本剰余金6,444,844,629円を繰越利益剰余金に振り替えることで、欠損補填に充当いたします。

【株主提案】

第3号議案 取締役（監査等委員及び社外取締役を除く。）の報酬減額の件
本件は否決されました。

第4号議案 事後交付型業績連動型株式報酬制度の件
本件は否決されました。

第5号議案 定款一部変更の件（取締役（代表取締役社長を除く。）の選任における年齢制限として、満70歳を超える者を新たに選任しないこと。）
本件は否決されました。

第6号議案 定款一部変更の件（代表取締役社長の職にある者は、他社の「社外取締役」の職に就くことを禁止すること。）
本件は否決されました。

以 上