

2024年4月19日

株主各位

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

株式募集事項に関する取締役会決議公告

当社は、2024年4月18日開催の取締役会において、株式募集事項について下記のとおり決議いたしましたので、公告いたします。

記

- | | |
|----------------------|---|
| 1. 募集株式の種類及び数 | 普通株式 5,000 株 |
| 2. 募集株式の払込金額 | 1 株につき金 436 円 |
| 3. 出資の目的とする財産の内容及び価額 | 2024年4月18日開催の当社の取締役会の決議に基づき、当社の従業員2名に付与される、当社に対する金銭報酬債権 2,180,000 円を現物出資の目的とする。 |
| 4. 増加する資本金及び資本準備金の額 | 資本金の額 金 1,090,000 円
資本準備金の額 金 1,090,000 円 |
| 5. 財産の給付期日 | 2024年5月9日 |

以上