

2025年2月20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)

取締役候補者の選任、取締役の退任および監査等委員である取締役の辞任に関する

お知らせ

当社は、本日開催の取締役会において、2025年3月25日（火）開催予定の当社第22回定時株主総会に付議する取締役候補者について決定いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。

また、取締役1名が本定時株主総会の終結の時をもって退任、監査等委員である取締役1名が任期満了前である本定時株主総会の終結の時をもって辞任することとなりましたので、あわせてお知らせいたします。

記

1. 取締役（監査等委員である取締役を除く。）候補者

氏 名	現 役 職 名
よしの こういちろう 吉野 公一郎	代表取締役社長
さわ まさあき 澤 匡 明	取締役 チーフサイエンティフィックオフィサー
やまもと えみ 山本 詠美	取締役 経営管理本部長兼経理部長兼人事総務部長 兼 CarnaBio USA, Inc. President
ありむら あきのり 有村 昭典	取締役 チーフデベロップメントオフィサー 兼 CarnaBio USA, Inc. Chief Development Officer
すず き かおる 鈴木 香	社外取締役

(注) 取締役候補者5名全員が再任であります。

2. 退任予定の取締役

氏 名	現 役 職 名
あいかわ のりお 相川 法男	取締役 創薬支援事業本部長

3. 辞任予定の監査等委員である取締役

氏 名	現 役 職 名
たかやなぎ 高 柳 てるお 輝 夫	社外取締役 監査等委員

4. 退任/辞任の理由

相川法男 任期満了に伴い退任いたします。

高柳輝夫 本人の一身上の都合によるものです。

5. その他

当該取締役および監査等委員である取締役の退任後/辞任後においても、法令及び定款に定める取締役の員数を満たしております。

以上