

2019年2月21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、監査役および補欠監査役候補者の選任に関するお知らせ

当社は、2019年2月21日開催の取締役会において、2019年3月26日開催予定の第16回定時株主総会に、下記の通り取締役、監査役および補欠監査役選任議案を付議することを決定しましたので、お知らせいたします。

記

1. 取締役候補者

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
あいかわ のりお 相川 法男	取締役 創薬支援事業本部長 兼 知的財産・法務部長
さわ まさあき 澤 匡明	取締役 研究開発本部長
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
たかやなぎ てるお 高柳 輝夫	社外取締役

(注1) 取締役候補者5名全員が再任であります。

(注2) 高柳輝夫氏は、社外取締役候補者であります。

2. 監査役候補者

氏 名	現 役 職 名
ありた あつお 有田 篤雄	社外監査役(常勤)
おがさわら つぐお 小笠原 嗣朗	社外監査役
※ まつい たかお 松井 隆雄	—

(注1) ※は新任監査役候補者であります。

3. 退任予定監査役

氏名	現役職名
な かい きよし 中 井 清	社外監査役

(注) 2019年3月26日開催予定の定時株主総会において任期満了となります。

4. 新任監査役候補者の氏名及び略歴

氏名 (生年月日)	略歴
まつい たかお 松 井 隆 雄 (昭和31年4月8日)	昭和57年10月 監査法人朝日会計社（現有限責任あずさ監査法人）入社 平成22年7月 有限責任あずさ監査法人 パートナー 平成26年9月 同法人 監事 平成30年4月 関西大学会計専門職大学院 特任教授（現任）

5. 新任補欠監査役候補者の氏名及び略歴

氏名 (生年月日)	略歴
な かい きよし 中 井 清 (昭和18年9月1日)	昭和42年4月 中井司法書士事務所開業 所長（現任） 平成17年3月 当社監査役（現任） 平成19年3月 大阪司法書士協同組合理事長 平成31年3月 当社監査役 退任予定

以 上