

平成 21 年 6 月 19 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 相川 法男
 (TEL. 078-302-7039)

取締役の退任、組織変更および人事異動に関するお知らせ

平成 21 年 6 月 19 日付けをもって、取締役が退任しましたので、お知らせいたします。
 また、本日開催の取締役会において、下記のとおり、組織変更および人事異動を決議しましたので、お知らせいたします。

記

1. 取締役の退任について

現 役 職 名	氏 名	退 任 日
取締役 経営管理本部長	島 川 優	平成 21 年 6 月 19 日

2. 組織変更について

平成 21 年 6 月 19 日付けで、下記のとおり組織変更を行います。

①組織変更の目的

内部監査機能の強化ならびに経営環境の急激な変化に対する適応性を高めるべく、組織変更を行います。

②組織変更の内容

- ・代表取締役直轄の「内部監査部」を新設いたします。
- ・「営業部」を「営業本部」に変更したうえ、「営業第一部（国内営業）」、「営業第二部（海外営業）」および「営業企画部」に機能別に編成いたします。
- ・「経営管理部」と「知的財産・法務部」を「経営管理本部」に統合したうえ、「経理部」、「総務部」、「経営企画部」および「知的財産・法務部」に機能別に編成いたします。

3. 人事異動について

上記の組織変更に伴い、平成 21 年 6 月 19 日付けで、下記のとおり人事異動を行います。

①取締役人事

氏 名	新 役 職 名	現 役 職 名
相 川 法 男	取締役 経営管理本部長 兼 知的財産・法務部長 兼 総務部長	取締役 知的財産・法務部長
原 隆	取締役 営業本部長 兼 営業第二部長 兼 営業企画部長	取締役 営業部長

(注) 情報開示担当役員およびマイルストーン開示担当役員は、取締役 経営管理本部長 相川法男が担当いたします。

②部長人事

氏 名	新 役 職 名	現 役 職 名
井 上 喜 雅	内部監査部長 兼 情報システム部長	情報システム部長 兼 営業学術担当部長
木 曾 雅 嘉	営業第一部長	営業部 部員
山 本 詠 美	経理部長	経理グループ長
山 崎 智 久	経営企画部長	I R グループ長

以 上