

平成 21 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 取締役経営管理部長 島川 優
(TEL. 078-302-7039)

決算発表資料の追加（役員の異動）に関するお知らせ

当社は、平成 21 年 2 月 20 日開催の取締役会において、平成 21 年 3 月 23 日開催予定の第 6 回定時株主総会に、下記の通り取締役の選任について付議することを決議いたしましたので、お知らせいたします。

記

1. 取締役会候補者

(1) 重任取締役

代表取締役会長	津木 憲紘	(現 取締役会長)
代表取締役社長	吉野 公一郎	(現 代表取締役社長)
取締役	相川 法男	(現 取締役知的財産・法務部長)
取締役	原 隆	(現 取締役営業部長)
取締役	島川 優	(現 取締役経営管理部長)

(2) 新任取締役

取締役	横田 耕一	(現 研究技術本部長兼研究開発部長)
取締役	柳原 恒久	

(注) 柳原恒久氏は、社外取締役候補者です。

2. 退任予定取締役

石黒 啓司	(現 取締役事業開発部長)
飯野 智	(現 社外取締役)

3. 異動予定日

平成 21 年 3 月 23 日

以 上

(ご参考)

取締役（平成 21 年 3 月 23 日予定）

新 役 職	氏 名	現 役 職
代表取締役会長 兼事業開発管掌	津 木 憲 紘	取 締 役 会 長
代表取締役社長	吉 野 公 一 郎	代 表 取 締 役 社 長
取 締 役 知的財産・法務部長	相 川 法 男	取 締 役 知的財産・法務部長
取 締 役 営 業 部 長	原 隆	取 締 役 営 業 部 長
取 締 役 経 営 管 理 部 長	島 川 優	取 締 役 経 営 管 理 部 長
◎取 締 役 研究技術本部長 兼研究開発部長	横 田 耕 一	研 究 技 術 本 部 長 兼 研 究 開 発 部 長
◎取 締 役	柳 原 恒 久	—

- (注) 1. ◎は新任を示します。
2. 柳原恒久氏は、社外取締役候補です。

以 上