

平成 20 年 5 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)

取締役の辞任および取締役の委嘱変更ならびに人事異動に関するお知らせ

平成 20 年 5 月 20 日付けをもって、取締役 2 名が辞任しましたので、お知らせいたします。
また、同日開催の取締役会において、下記のとおり、取締役の委嘱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. 取締役の辞任について

辞任する取締役

取締役 加 藤 寛 樹 (事業開発担当)

取締役 金 丸 洋 一 (社外取締役)

辞任の理由

両名より、一身上の都合による辞任の申し出があったため

辞任日

平成 20 年 5 月 20 日

2. 取締役の委嘱変更について

上記の取締役辞任に伴い、下記の実任取締役の委嘱変更を行います。(平成 20 年 5 月 21 日付)

新役職名	氏名	現役職名
取締役 事業開発担当	石 黒 啓 司	取締役 研究技術本部長

3. 人事異動について

上記の実任取締役の委嘱変更に伴い、下記の人事異動を行います。(平成 20 年 5 月 21 日付)

新役職名	氏名	現役職名
研究技術本部長 兼 研究開発部長	横 田 耕 一	研究開発部長

以 上