

平成 20 年 8 月 18 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)

役員持株会および従業員持株会設立に関するお知らせ

当社は、このたび、役員持株会および従業員持株会を設立しましたので、お知らせいたします。

記

1. 設立目的

当社の取締役、監査役および従業員が、当社株式購入に際してのインサイダー取引を回避し、株式取得を容易にするとともに、自社株式の取得および保有を通じて、株主の皆様と株主価値を共有し、さらなる企業価値の向上を図ることを目的としております。

2. 持株会の概要

名 称	カルナバイオサイエンス役員持株会	カルナバイオサイエンス従業員持株会
入 会 資 格	当社の取締役および監査役 (ただし、任意加入)	当社の従業員 (ただし、任意加入)
発 足 日	平成 20 年 8 月 18 日	平成 20 年 8 月 18 日
抛 出 金	1 口 1,000 円とし、毎月 10 口単位で 990 口を上限とする。	1 口 1,000 円とし、毎月 1 口単位で 500 口を上限とする。
退 会 時 期	任意および退任時	任意および退職時

以 上