

M. Allen¹, C. Calloway², M. Nilsson¹, A-M. Divne¹ and H. Erlich²

²Roche molecular Systems, Alameda, CA

marie.allen@genpat.uu.se